

Buffered Peptone Water Plus

Catalog #	Description
3554101	BPW Plus , 100 ml x 6 bottles
3554179	BPW Plus , 225 ml x 6 bottles
3555790	BPW Plus , 5 L x 2 bags
3555795	BPW Plus , 3 L x 4 bags
3564684	BPW Plus , dehydrated, 500 g
3564686	BPW Plus , dehydrated, 5 kg

For laboratory use only.

Intended Use

Buffered Peptone Water (BPW) Plus is used as diluent and nutritive enrichment broth for the resuscitation and growth of a wide variety of microorganisms including *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli*, and *Salmonella* in all food products, animal feed products, and water samples. Notably, it is adapted to demanding strains, stringent growth conditions, and challenging protocols.

Principle

The special selection of peptones allows a very high level of nutritivity to ensure the best recovery. In combination with the phosphate buffer's maintenance of a steady pH and osmotic balance, thanks to the presence of chloride sodium, BPW Plus offers favorable conditions for the growth of a wide range of microorganisms from a variety of matrices.

Theoretical Composition

Peptone 10 g

Sodium chloride 5 g

Potassium dihydrogenphosphate 1.5 g

Disodium hydrogen phosphate 3.5 g

Final pH at 25°C = 7.0 ± 0.2

Shelf Life and Storage

Store dehydrated media at 15–25°C in a carefully sealed package in a dry and dark place.

Store liquid media at 15–25°C.

Required Materials Not Supplied

This is a non-exhaustive list.

Equipment

- All usual laboratory equipment
- Incubators or incubation room
- Scales
- Stirrer/homogenizer
- Vortexer

Precautions

- Respect Good Laboratory Practice (EN ISO 7218). Appropriate protection, such as gloves and lab coats, should be worn when working with potentially infectious live bacteria
- RAPID[®]chromogenic and iQ-Check methods that contain an enrichment in BPW are developed and validated with BPW Plus for optimal performance of the method
- Media that have come in contact with food samples should be considered contaminated and should be disposed of in accordance with local rules and regulations
- For SDS product safety information and certificate of analysis, visit bio-rad.com

Quality Control

Every product manufactured and marketed by Bio-Rad is subject to a quality assurance procedure at all stages, from reception of raw materials through to marketing of the finished products. Each batch of finished product undergoes quality control according to EN ISO 11133 and is marketed only if it satisfies the acceptability criteria. Documentation relative to the production and quality control of each batch is kept on file.

Protocol

Dehydrated BPW Plus Preparation

- Dissolve 20 g of BPW Plus in 1,000 ml of sterile distilled water
- Mix, heating if necessary, until a homogeneous suspension is obtained
- Dispense in appropriate container
- Sterilize in autoclave at $121 \pm 1^\circ\text{C}$ for 15 min

Sample Preparation and Enrichment Protocol

- Dilute sample according to the standard method applicable to the product concerned

References

ISO 11290-2:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. – Part 2: enumeration method

ISO 19250:2013 – Water quality – Detection of *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal methods for the detection and enumeration of *Enterobacteriaceae* – Part 1: detection of *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection of *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella* – Part 1: Detection of *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions

ISO 6887-5:2010 – Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 5: specific rules for the preparation of milk and milk products

Revision History

Release date	Document number	Change
June 2020	10000128740 Ver A	- Major change - Product name change - New document design - Document number change – previous version V6_10/04/2013
January 2022	10000128740 Ver B	Translation (Simplified Chinese)

BIO-RAD is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
All trademarks used herein are the property of their respective owner.

Buffered Peptone Water Plus

N° de catalogue	Description
3554101	BPW Plus , 100 ml x 6 flacons
3554179	BPW Plus , 225 ml x 6 flacons
3555790	BPW Plus , 5 L x 2 poches
3555795	BPW Plus , 3 L x 4 poches
3564684	BPW Plus , base déshydratée, 500 g
3564686	BPW Plus , base déshydratée, 5 kg

For laboratory use only.

Usage prévu

L'eau peptonée tamponnée Plus (Buffered Peptone Water Plus) est utilisée en tant que diluant et bouillon d'enrichissement nutritif pour la revivification et la croissance d'une grande variété de microorganismes, notamment *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* et *Salmonella* pour tous aliments d'alimentation humaine, produits pour l'alimentation animales et les échantillons d'eau. Elle est particulièrement adaptée aux souches exigeantes, aux conditions de croissance strictes et aux protocoles complexes.

Principe

La sélection spécifique de peptones permet un très haut niveau nutritif et garantit ainsi une revivification optimale. Grâce au système de tampon phosphate (maintien d'un pH stable et d'un équilibre osmotique) et à la présence de chlorure de sodium, l'eau peptonée tamponnée (EPT) Plus offre des conditions favorables à la croissance d'une grande variété de microorganismes issus de différentes matrices.

Formule théorique

Peptone 10 g
Chlorure de sodium 5 g
Dihydrogénophosphate de potassium 1,5 g
Hydrogénophosphate de disodium 3,5 g
pH final 25°C = 7,0 ± 0,2

Durée de conservation et stockage

Déshydratée : 15°C–25°C en emballage soigneusement scellé, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
Format liquide : 15°C–25°C.

Matériel requis non fourni

Liste non exhaustive

Matériel

- Tout le matériel de laboratoire habituel
- Incubateurs ou salle d'incubation
- Balances
- Agitateur/homogénéisateur
- Agitateur-mélangeur vortex

Précautions

- Respecter les bonnes pratiques de laboratoire (EN ISO 7218). Porter un équipement de protection approprié, par exemple des gants et une blouse de laboratoire, pour travailler avec des bactéries vivantes potentiellement infectieuses.
- En vue d'obtenir des performances optimales, les méthodes des milieux chromogéniques RAPID et iQ-Check qui contiennent un enrichissement en eau peptonée tamponnée (EPT) sont élaborées et validées avec une EPT Plus..
- Les milieux qui sont entrés en contact avec des échantillons d'aliments doivent être considérés comme contaminés et doivent être éliminés conformément aux règles et réglementations locales.
- Pour obtenir les informations sur la fiche de données de sécurité, FDS et le certificat d'analyse, visiter bio-rad.com

Contrôle qualité

Chaque produit fabriqué et commercialisé par Bio-Rad est soumis à une procédure d'assurance qualité à toutes les étapes, de la réception des matières premières jusqu'à la mise sur le marché du produit fini. Chaque lot de produits finis subit un contrôle qualité conforme à EN ISO 11133 et est mis sur le marché uniquement s'il satisfait aux critères d'acceptabilité. La documentation relative à la production et au contrôle qualité de chaque lot est archivée.

Protocole

Préparation de la base déshydratée BPW Plus

- Dissoudre 20 g de BPW Plus dans 1 000 ml d'eau distillée stérile.
- Mélanger, chauffer si nécessaire, jusqu'à obtention d'une suspension homogène.
- Répartir dans des récipients appropriés.
- Stériliser en autoclave à $121 \pm 1^\circ\text{C}$ pendant 15 min.

Préparation de l'échantillon et protocole d'enrichissement

- Diluer l'échantillon conformément à la méthode normalisée applicable au produit concerné.

Références

ISO 11290-2:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de *Listeria monocytogenes* et de *Listeria* spp. – Partie 2 : Méthode de dénombrement

ISO 19250:2013 – Qualité de l'eau – Recherche de *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale par la recherche et le dénombrement des *Enterobacteriaceae* – Partie 1 : Recherche des *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour la recherche de *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des *Salmonella* – Partie 1 : Recherche des *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique – Partie 1 : Règles générales pour la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales

ISO 6887-5:2010 – Microbiologie des aliments – Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique – Partie 5 : Règles spécifiques pour la préparation du lait et des produits laitiers

Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Juin 2020	10000128740 Ver A	- Modification importante - Modification du nom du produit - Nouvelle conception de document - Modification du numéro de document – version précédente V6_10/04/2013
Janvier 2022	10000128740 Ver B	Traduction (chinois simplifié)

BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc.

Toutes les marques déposées utilisées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.

Buffered Peptone Water Plus

Katalog-Nr.	Beschreibung
3554101	BPW Plus , 6 Flaschen mit je 100 ml
3554179	BPW Plus , 6 Flaschen mit je 225 ml
3555790	BPW Plus , 2 Beutel mit je 5 L
3555795	BPW Plus , 4 Beutel mit je 3 L
3564684	BPW Plus , dehydriert, 500 g
3564686	BPW Plus , dehydriert, 5 kg

Nur zur Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Gepuffertes Peptonwasser (BPW) Plus wird als Verdünnungsmittel und Anreicherungs-nährbouillon zur Reaktivierung und zur Anzucht einer Vielzahl von Mikroorganismen einschließlich *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* und *Salmonella* in allen Lebensmittel-, Futtermittel- und Wasserproben verwendet. Es ist insbesondere für anspruchsvolle Stämme, strenge Wachstumsbedingungen und anspruchsvolle Protokolle geeignet.

Prinzip

Durch die spezielle Auswahl an Peptonen handelt es sich um eine sehr hochwertige Nährbouillon, die eine optimale Wiederfindung ermöglicht. Neben der Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Wertes und eines osmotischen Gleichgewichtes durch den Phosphatpuffer sorgt BPW Plus durch das Vorhandensein von Natriumchlorid für günstige Bedingungen für das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen aus verschiedenen Matrices.

Theoretische Zusammensetzung

10 g Pepton
5 g Natriumchlorid
1,5 g Kaliumdihydrogenphosphat
3,5 g Dinatriumhydrogenphosphat
Finaler pH-Wert bei 25 °C = 7,0 ± 0,2

Haltbarkeit und Lagerung

Dehydrierte Medien trocken und lichtgeschützt in der sorgfältig verschlossenen Packung bei 15–25 °C lagern
Flüssigmedien bei 15–25 °C lagern.

Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

Geräte

- Alle üblichen Laborgeräte
- Inkubatoren oder Inkubationsraum
- Waagen
- Rührer/Homogenisator
- Vortex

Vorsichtsmaßnahmen

- Es sind die Richtlinien der guten Laborpraxis einzuhalten (EN ISO 7218). Bei der Arbeit mit potenziell infektiösen lebenden Bakterien sollte angemessene Schutzkleidung wie Handschuhe und Laborkittel getragen werden.
- Es werden chromogene RAPID[®]- und iQ-Check-Methoden mit Anreicherung in BPW entwickelt und mit BPW Plus hinsichtlich einer optimalen Leistung validiert.
- Medien, die mit Lebensmittelproben in Kontakt gekommen sind, sind als kontaminiert zu betrachten und gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu entsorgen.
- Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Analysezertifikate für die Produkte sind auf bio-rad.com erhältlich.

Qualitätskontrolle

Jedes von der Firma Bio-Rad hergestellte und verkaufte Produkt unterliegt einer umfassenden Qualitätssicherung, d. h. vom Rohstoffeingang bis zur Vermarktung der Fertigprodukte. Jede Charge des fertigen Produkts wird einer Qualitätskontrolle gemäß EN ISO 11133 unterzogen und gelangt nur dann in den Handel, wenn sie die Akzeptanzkriterien erfüllt. Die Unterlagen zur Produktion und Qualitätskontrolle jeder Charge werden archiviert.

Protokoll

Zubereitung von dehydriertem BPW Plus

- 20 g BPW Plus in 1.000 ml sterilem destilliertem Wasser lösen.
- Gegebenenfalls erwärmen und mischen, bis eine homogene Suspension hergestellt ist.
- In ein geeignetes Behältnis geben.
- In einem Autoklaven 15 min bei 121 ± 1 °C sterilisieren.

Probenvorbereitung und Anreicherungsprotokoll

- Die Probe nach der für das jeweilige Produkt geltenden Standardmethode verdünnen.

Literatur

ISO 11290-2:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von *Listeria monocytogenes* und von *Listeria* spp. – Teil 2: Zählverfahren

ISO 19250:2013 – Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von *Enterobacteriaceae* – Teil 1: Nachweis von *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren zum Nachweis von *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen – Teil 1: Nachweis von *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen – Teil 1: Allgemeine Regeln für die Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen

ISO 6887-5:2010 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen – Teil 5: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Milch und Milcherzeugnissen

Revisionshistorie

Versionsdatum	Dokumentnummer	Änderung
Juni 2020	10000128740 Ver A	- Bedeutende Änderung - Änderung des Produktnamens - Neue Aufmachung des Dokuments - Änderung der Dokumentnummer – vorhergehende Version V6_10/04/2013
Januar 2022	10000128740 Ver B	Übersetzung (vereinfachtes Chinesisch)

BIO-RAD ist eine Marke der Bio-Rad Laboratories, Inc.
Alle hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

Buffered Peptone Water Plus

N. catalogo	Descrizione
3554101	BPW Plus , 100 ml x 6 flaconi
3554179	BPW Plus , 225 ml x 6 flaconi
3555790	BPW Plus , 5 L x 2 sacche
3555795	BPW Plus , 3 L x 4 sacche
3564684	BPW Plus , disidratata, 500 g
3564686	BPW Plus , disidratata, 5 kg

Per esclusivo uso di laboratorio.

Uso previsto

L'acqua peptonata tamponata Plus (Buffered Peptone Water Plus) viene utilizzata come brodo di arricchimento diluente e nutritivo per promuovere il recupero e la crescita di un'ampia varietà di microrganismi tra cui *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* e *Salmonella* i tutti i prodotti alimentari, alimenti per animali e campioni d'acqua. In particolare, è adattata per ceppi esigenti, condizioni di crescita rigorose e protocolli complessi.

Principio

La speciale selezione di peptoni consente un altissimo livello di nutrimento per garantire il miglior recupero. In combinazione con il mantenimento di un costante equilibrio osmotico e di pH del tampone fosfato, grazie alla presenza di cloruro di sodio, BPW Plus offre condizioni favorevoli per la crescita di una vasta gamma di microrganismi da una varietà di matrici.

Composizione teorica

Peptone 10 g
Cloruro di sodio 5 g
Potassio diidrogeno fosfato 1,5 g
Disodio idrogeno fosfato 3,5 g
pH finale a 25°C = 7,0 ± 0,2

Conservazione e durata

Conservare il terreno disidratato a 15-25°C in una confezione accuratamente sigillata in un luogo buio e asciutto.
Conservare il terreno liquido a 15-25°C.

Materiali necessari non forniti

Elenco non completo.

Apparecchiatura

- Tutte le abituali attrezzature da laboratorio
- Incubatori o stanza di incubazione
- Bilance
- Agitatore/omogeneizzatore
- Vortexer

Precauzioni

- Attenersi alle pratiche di laboratorio corrette (EN ISO 7218). Quando si lavora con batteri vivi potenzialmente infettivi, indossare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e camici da laboratorio.
- Ai fini dell'ottimizzazione, i metodi iQ-Check e cromogenico RAPID' contenenti un arricchimento BPW vengono sviluppati e convalidati con BPW Plus
- I supporti che sono entrati in contatto con campioni alimentari devono essere considerati contaminati e devono essere smaltiti in conformità con le norme e i regolamenti locali
- Per la scheda di sicurezza (SDS) con le informazioni sulla sicurezza del prodotto e il certificato di analisi, visitare bio-rad.com

Controllo qualità

Ciascun prodotto fabbricato e distribuito da Bio-Rad è soggetto a una procedura di garanzia qualità in tutte le fasi, dal ricevimento delle materie prime alla distribuzione del prodotto finito. Ogni batch di prodotto finito viene sottoposto al controllo qualità secondo la EN ISO 11133 e viene distribuito soltanto se soddisfa i criteri di accettabilità. La documentazione relativa alla produzione e al controllo di qualità di ciascun batch viene conservata in archivio.

Protocollo

Preparazione della BPW Plus disidratata

- Sciogliere 20 g di BPW Plus in 1.000 ml di acqua distillata sterile
- Miscelare, riscaldando se necessario, fino ad ottenere una sospensione omogenea
- Distribuire in un contenitore appropriato
- Sterilizzare in autoclave a $121 \pm 1^\circ\text{C}$ per 15 min

Preparazione del campione e protocollo di arricchimento

- Diluire il campione secondo il metodo standard applicabile al prodotto in esame

Riferimenti

ISO 11290-2:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodo orizzontale per la ricerca e la conta di *Listeria monocytogenes* e *Listeria* spp. – Parte 2: Metodo per la conta

ISO 19250:2013 – Qualità dell'acqua – Ricerca di *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodi orizzontali per la ricerca e la conta di *Enterobacteriaceae* – Parte 1: Ricerca di *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodo orizzontale per la ricerca di *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodo orizzontale per la ricerca, la conta e la sierotipizzazione di *Salmonella* – Parte 1: Ricerca di *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica – Parte 1: Regole generali per la preparazione della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali

ISO 6887-5:2010 – Microbiologia di alimenti e mangimi per animali – Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica – Parte 5: Regole specifiche per la preparazione di latte e prodotti derivati

Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero documento	Modifica
Giugno 2020	10000128740 Ver A	- Modifiche principali - Cambio del nome di prodotto - Nuova struttura del documento - Cambio del numero documento – versione precedente V6_10/04/2013
Gennaio 2022	10000128740 Ver B	Traduzione (cinese semplificato)

Bio-Rad è un marchio registrato di Bio-Rad Laboratories, Inc.
Tutti i marchi registrati qui utilizzati sono di proprietà del rispettivo proprietario.

Buffered Peptone Water Plus

Nº do catálogo	Descrição
3554101	BPW Plus , 6 garrafas de 100 ml
3554179	BPW Plus , 6 garrafas de 225 ml
3555790	BPW Plus , 2 sacos de 5 L
3555795	BPW Plus , 4 sacos de 3 L
3564684	BPW Plus , desidratada, 500 g
3564686	BPW Plus , desidratada, 5 kg

Apenas para uso laboratorial.

Uso previsto

A Água Peptonada Tamponada (BPW) Plus é usada como diluente e caldo de enriquecimento nutritivo para a ressuscitação e crescimento de uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli*, e *Salmonella* em todos os produtos alimentícios, produtos de alimento para animais e amostras de água. Nomeadamente, é adaptada para cepas difíceis, condições de crescimento rigorosas e protocolos exigentes.

Princípio

A seleção especial de peptonas permite um alto nível de nutrição para garantir a melhor recuperação. Em combinação com a manutenção do tampão de fosfato de um pH fixo e equilíbrio osmótico, graças à presença de cloreto de sódio, BPW Plus oferece condições favoráveis para o crescimento de uma ampla gama de micro-organismos de uma variedade de matrizes.

Composição teórica

Peptona 10 g
Cloreto de sódio 5 g
Dihidrogenofosfato de potássio 1,5 g
Hidrogenofosfato dissódico 3,5 g
pH final a 25°C = 7,0 ± 0,2

Prazo de Validade e Armazenamento

Armazenar meios desidratados a 15-25°C em uma embalagem cuidadosamente vedada e em um ambiente seco e escuro. Armazene os meios líquidos a 15-25 °C.

Materiais necessários não fornecidos

Esta lista não é exaustiva.

Equipamento

- Todo o equipamento comum de laboratório
- Incubadoras ou sala de incubação
- Balanças
- Misturador/homogeneizador
- Vortexer

Precauções

- Respeite as boas práticas de laboratório (EN ISO 7218). Proteção adequada, como luvas e jalecos, deve ser usada ao trabalhar com bactérias vivas potencialmente infecciosas
- Os métodos RAPID[®]chromogenic e iQ-Check que contêm um enriquecimento de BPW são desenvolvidos e validados com BPW Plus para melhor desempenho do método
- O meio que entrou em contato com amostras de alimentos deve ser considerado contaminado e descartado de acordo com as regras e regulamentos locais
- Para informações de segurança do produto SDS e certificado de análise, visite bio-rad.com

Controle de qualidade

Todos os produtos fabricados e comercializados pela Bio-Rad estão sujeitos aos procedimentos de garantia de qualidade em todas as etapas, desde a recepção da matéria-prima até a comercialização do produto final. Cada lote de produto acabado passa por um controle de qualidade de acordo com a EN ISO 11133 e é comercializado apenas quando satisfaz os critérios de aceitabilidade. A documentação relativa à produção e ao controle de qualidade de cada lote é mantida arquivada.

Protocolo

Preparação BPW Plus Desidratada

- Dissolva 20 g de BPW Plus em 1.000 ml de água destilada estéril
- Misture, aquecendo se necessário, até obter uma suspensão homogênea
- Coloque em um recipiente adequado
- Esterilize em autoclave a $121 \pm 1^\circ\text{C}$ for 15 min

Protocolo de preparação de amostra e enriquecimento

- Dilua a amostra de acordo com o método padrão aplicável ao respectivo produto

Referências

ISO 11290-2:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. – Part 2: enumeration method

ISO 19250:2013 – Water quality – Detection of *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal methods for the detection and enumeration of *Enterobacteriaceae* – Part 1: detection of *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection of *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella* – Part 1: Detection of *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions

ISO 6887-5:2010 – Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 5: specific rules for the preparation of milk and milk products

Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Junho de 2020	10000128740 Ver A	- Alteração importante - Alteração do nome do produto - Novo design de documento - Alteração do número do documento – versão anterior V6_10/04/2013
Janeiro de 2022	10000128740 Ver B	Tradução (chinês simplificado)

BIO-RAD é uma marca comercial da Bio-Rad Laboratories, Inc.

Todas as marcas comerciais usadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Buffered Peptone Water Plus

Referencia #	Descripción
3554101	BPW Plus , 100 ml x 6 frascos
3554179	BPW Plus , 225 ml x 6 frascos
3555790	BPW Plus , 5 L x 2 bolsas
3555795	BPW Plus , 3 L x 4 bolsas
3564684	BPW Plus , deshidratado, 500 g
3564686	BPW Plus , deshidratado, 5 kg

Sólo para uso en laboratorio.

Uso previsto

El agua de peptona tamponada (BPW) Plus se utiliza como diluyente y caldo de enriquecimiento nutritivo para la resuscitación y el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos como *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* y *Salmonella* en todos los productos alimentarios, productos de alimentación animal y muestras de agua. En particular, se adapta a cepas muy exigentes, condiciones de crecimiento estrictas y protocolos complejos.

Principio

La selección específica de la peptona permite un alto nivel de actividad nutritiva. Gracias al tampón fosfato, que permite el mantenimiento de un pH estable y el equilibrio osmótico, combinado con la presencia de cloruro de sodio, el APT Plus ofrece condiciones favorables para la recuperación y el crecimiento de una amplia gama de microorganismos en diferentes matrices

Composición teórica

Peptona 10 g
Cloruro de sodio 5 g
Dihidrogenofosfato de potasio 1,5 g
Fosfato disódico de hidrógeno 3,5
pH final a 25 °C = 7,0 ± 0,2

Vida útil y almacenamiento

Almacenar el medio deshidratado a 15-25 °C en un envase cuidadosamente sellado en un lugar seco y oscuro.
Almacenar el medio líquido a 15-25 °C.

Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta es una lista no exhaustiva.

Equipo

- Todo el equipo habitual en laboratorio
- Incubadoras o sala de incubación
- Balanzas
- Agitador/homogeneizador
- Vórtex

Precauciones

- Deben respetarse las buenas prácticas de laboratorio (EN ISO 7218). Usar protección adecuada, como guantes y batas de laboratorio, cuando se trabaja con bacterias vivas potencialmente infecciosas
- Los métodos RAPID[®]chromogenic e iQ-Check que contienen un enriquecimiento en BPW han sido desarrollados y validados con BPW Plus para un rendimiento óptimo del método
- Los medios que han estado en contacto con muestras de alimentos deben considerarse potencialmente contaminados y deben eliminarse de conformidad con las normas y reglamentos locales
- Visite bio-rad.com para obtener información de seguridad del producto (SDS) y certificados de análisis.

Control de calidad

Todos los productos fabricados y comercializados por Bio-Rad están sujetos a un procedimiento de garantía de calidad en todas las etapas, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización de los productos acabados. Cada lote de producto acabado se somete a un control de calidad según la norma EN ISO 11133 y sólo se comercializa si cumple los criterios de aceptabilidad. La documentación relativa a la producción y el control de calidad de cada lote es archivada.

Protocolo

Preparación de BPW Plus deshidratada

- Disolver 20 g de BPW Plus en 1.000 ml de agua destilada estéril
- Mezclar, calentando si es necesario, hasta obtener una suspensión homogénea
- Dispensar en un recipiente apropiado
- Esterilizar en autoclave a 121 ± 1 °C durante 15 min

Preparación de la muestra y protocolo de enriquecimiento

- Diluir la muestra según el método normalizado aplicable al producto en cuestión

Referencias

ISO 11290-2:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección y el recuento de *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. — Parte 2: Método de recuento

ISO 19250:2013 – Calidad del agua – Detección de *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección y el recuento de *Enterobacteriaceae* Parte 1: Detección de *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección de *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección, enumeración y serotipado de *Salmonella* – Parte 1: Detección de *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Preparación de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para examen microbiológico – Parte 1: Reglas generales para la preparación de la suspensión inicial y las diluciones decimales

ISO 6887-5:2010 – Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal – Preparación de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para examen microbiológico – Parte 5: Reglas específicas para la preparación de leche y productos lácteos

Historial de revisiones

Fecha de lanzamiento	Número de documento	Cambio
Junio de 2020	10000128740 Ver A	- Cambio significativo - Cambio del nombre de producto - Nuevo diseño del documento - Cambio en el número de documento – versión anterior V6_10/04/2013
Enero de 2022	10000128740 Ver B	Traducción (chino simplificado)

BIO-RAD es una marca registrada de Bio-Rad Laboratories, Inc.

Todas las marcas comerciales utilizadas en el presente documento son propiedad de sus respectivos dueños.

Buffered Peptone Water Plus

目录 #	描述
3554101	BPW Plus , 100 ml x 6 瓶
3554179	BPW Plus , 225 ml x 6 瓶
3555790	BPW Plus , 5 L x 2 袋
3555795	BPW Plus , 3 L x 4 袋
3564684	BPW Plus , 干粉, 500 g
3564686	BPW Plus , 干粉, 5 kg

仅供实验室使用。

预期用途

Buffered Peptone Water (BPW) Plus 可作为稀释剂和营养增菌肉汤，用于所有食品、动物饲料产品和水样中各种微生物的复苏和生长，包括 *克罗诺杆菌*、*肠杆菌科*、*大肠杆菌*和*沙门氏菌*。值得注意的是，它能适应苛刻的菌株、严格的生长条件和具有挑战性的方案。

原理

因为蛋白胨可提供非常高的营养水平，以确保最佳恢复效果。由于氯化钠的存在，结合磷酸盐缓冲液维持稳定的 pH 值和渗透平衡，BPW Plus 为各种基质的微生物的生长提供了有利条件。

理论组成

蛋白胨 10 g

氯化钠 5 g

磷酸二氢钾 1.5 g

磷酸氢二钠 3.5 g

25°C 时的最终 pH 值 = 7.0 ± 0.2

保质期及储存条件

将干粉培养基在 15–25° C 下妥善密封包装，置于干燥、避光处。

将液体培养基储存在 15 - 25°C 环境下。

其他仪器、试剂与耗材

这是一个非详尽的清单。

仪器

- 所有常用的实验室仪器
- 孵化器或孵化室
- 天平
- 搅拌器/均质器
- 涡旋振荡器

预防措施

- 遵守良好实验室规范 (EN ISO 7218)。在处理具有潜在传染性的活细菌时，应穿戴适当的防护装置，例如手套和实验室外套
- 包含 BPW 增菌的 RAPID[®] 显色培养基法和 iQ-Check 方法是使用 BPW Plus 开发和验证，以实现方法的最佳性能
- 与食品样品接触过的培养基应被视为潜在传染性材料处理，并根据当地法规和规定进行废弃物处理
- 有关 SDS 产品安全信息和分析证书，请访问 bio-rad.com

质量控制

Bio-Rad 公司生产和销售的每一种产品，从接收原材料到销售成品的各个阶段都要受到质量保证程序的约束。每批成品都根据 EN ISO 11133 进行质量控制，只有满足验收标准才能上市。与每批次的生产和质量控制有关的文件均进行存档。

操作流程

干粉 BPW Plus 准备

- 将 20 g BPW Plus 溶解在 1,000 ml 无菌蒸馏水中
- 搅拌，必要时进行加热，直到获得均匀的悬浮液
- 分装在适当的容器中
- 在高压灭菌器中于 $121 \pm 1^\circ\text{C}$ 下灭菌 15 分钟

样品准备和增菌方案

- 按照适用于相关产品的标准方法稀释样品

参考资料

ISO 11290-2:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. – Part 2: enumeration method

ISO 19250:2013 – Water quality – Detection of *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal methods for the detection and enumeration of *Enterobacteriaceae* – Part 1: detection of *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection of *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella* – Part 1: Detection of *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiology of the food chain – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions

ISO 6887-5:2010 – Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 5: specific rules for the preparation of milk and milk products

修订记录

发布日期	文件编号	变更
2020 年 6 月	10000128740 Ver A	- 主要变更 - 产品名称变更 - 新的文档设计 - 文件编号变更 – 先前版本 V6_10/04/2013
2022 年 1 月	10000128740 Ver B	翻译 (简体中文)

BIO-RAD 是 Bio-Rad Laboratories, Inc. 的商标。

此处使用的所有商标均为其各自所有者的财产。