

# Selective STEC Supplement

Catalog #	Description
3564005	Selective STEC Supplement, 1 g

-----  
For laboratory use only.  
-----

## Intended Use

Selective STEC Supplement is a mix of several selective antibacterial agents that, when combined, reduce the growth of background flora, thereby promoting the growth of Shiga toxin-producing *Escherichia coli* (STEC).

## Principle

Selective STEC Supplement is used in combination with Buffered Peptone Water (BPW) to enrich STEC in food and environmental samples. It is particularly suitable for matrices that contain high levels of competitive flora. The detection of STEC is carried out with the iQ-Check STEC VirX and iQ-Check STEC SerO II Kits.

## Theoretical Composition

Selective STEC supplement is supplied in a 1 g vial.

## Shelf Life and Storage

Store dehydrated at 2–8°C in a carefully sealed package in a dry and dark place. Selective STEC Supplement is stable for 2 weeks at 2–8°C in a dark place once reconstituted.

## Required Materials Not Supplied

This list is not exhaustive.

### Equipment

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

### Supplies

- Buffered Peptone Water Plus (catalog #3554179, 225 ml x 6 bottles; 3564684, dehydrated, 500 g; 3564686, dehydrated, 5 kg; 3555795, 3 L x 4 bags; 3555790, 5 L x 2 bags)
- dd-Check STEC Solution (catalog #17004826)
- iQ-Check STEC VirX PCR Detection Kit (catalog #3578139)
- iQ-Check STEC SerO II PCR Detection Kit (catalog #12013174)
- Sterile Distilled Water (catalog #3554154, 9 ml x 25 tubes; 3554283, 18 ml x 60 tubes)
- Sterile pasteur pipets
- Sterile pipets
- Sterile weigh bags

## 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
- Product development and validation of the Selective STEC Supplement have been performed with Bio-Rad's BPW 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](http://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

### Selective STEC Supplement Preparation

Dissolve 170 mg of Selective STEC Supplement in 100 ml of Sterile Distilled Water. Mix until a homogeneous suspension is obtained.

### Enrichment Protocol

Refer to the appropriate user guide for enrichment protocols.

### Screening Protocol

Refer to the appropriate user guide for the protocol for each screening method.

## Revision History

Release date	Document number	Change
January 2021	10000141057 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Major change</li> <li>- New document design</li> <li>- iQ-Check STEC SerO II Kit name and catalog number change</li> <li>- New USDA MLG 5C.00 Validation</li> <li>- Document number change. Previous version: Rev2 04-11-15</li> </ul>
December 2021	10000141057 Ver B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Addition of dd-Check STEC Solution to required materials</li> <li>- Correction of supplement preparation protocol</li> <li>- Update of enrichment and screening protocols</li> </ul>

BIO-RAD is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. iQ-CHECK is a trademark of Bio-Rad Europe GmbH in certain jurisdictions. All trademarks used herein are the property of their respective owner.

# Selective STEC Supplement

N° de référence	Description
3564005	Selective STEC Supplement, 1 g

-----  
A utiliser en laboratoire uniquement.  
-----

## Usage prévu

Selective STEC Supplement est un mélange de plusieurs agents antibactériens sélectifs dont l'action combinée réduit la croissance de la flore interférente, favorisant ainsi la croissance des *Escherichia coli* productrices de shigatoxines (STEC).

## Principe

Selective STEC Supplement est utilisé en combinaison avec de l'eau peptonée tamponnée (BPW) afin de procéder à l'enrichissement des STEC dans les échantillons alimentaires et environnementaux. Le supplément convient particulièrement bien aux matrices qui contiennent un niveau élevé de flore interférente. La détection des STEC est effectuée à l'aide des kits iQ-Check STEC VirX et iQ-Check STEC SerO II.

## Formule théorique

Le supplément est fourni en flacon de 1 g.

## Durée de conservation et stockage

Forme déshydratée : 2 °C–8 °C en emballage soigneusement scellé, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Une fois reconstitué, le supplément est stable pendant 2 semaines à 2 °C–8 °C et à l'abri de la lumière.

## 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

### Produits

- Buffered Peptone Water Plus (eau peptonée tamponnée) (n° de référence 3554179, 225 ml x 6 flacons ; 3564684, base déshydratée, 500 g ; 3564686, base déshydratée, 5 kg ; 3555795, 3 L x 4 poches ; 3555790, 5 L x 2 poches)
- dd-Check STEC Solution (n° de référence 17004826)
- iQ-Check STEC VirX PCR Detection Kit (n° de référence 3578139)
- iQ-Check STEC SerO II PCR Detection Kit (n° de référence 12013174)
- Sterile Distilled Water (eau distillée stérile) (n° de référence 3554154, 9 ml x 25 tubes ; 3554283, 18 ml x 60 tubes)
- Pipettes Pasteur stériles
- Pipettes stériles
- Sacs de pesée stériles

## 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 de la méthode, le développement et la validation du produit Selective STEC Supplement ont été réalisés avec l'eau peptonée tamponnée Bio-Rad.
- Les milieux qui sont entrés en contact avec des échantillons alimentaires doivent être considérés comme contaminés et doivent être éliminés conformément aux règles et réglementations locales.
- Pour obtenir les informations sur la sécurité du produit (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 Selective STEC Supplement

Dissoudre 170 mg de Selective STEC Supplement dans 100 ml d'eau distillée stérile. Mélanger jusqu'à obtention d'une suspension homogène.

### Protocole d'enrichissement

Se référer au guide d'utilisation approprié pour le protocole d'enrichissement.

### Protocole de détection

Se reporter au guide d'utilisation approprié pour obtenir le protocole de la méthode de détection.

## Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Janvier 2021	10000141057 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modification importante</li> <li>- Nouvelle conception de document</li> <li>- iQ-Check STEC SerO II Kit - Modification du nom et du n° de référence</li> <li>- Nouvelle validation USDA MLG 5C.00</li> <li>- Modification du numéro de document. Version précédente : Rev2 04-11-15</li> </ul>
Décembre 2021	10000141057 Ver B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajout de la solution dd-Check STEC aux matériels nécessaires</li> <li>- Correction du protocole de préparation du supplément</li> <li>- Mise à jour des protocoles d'enrichissement et de détection</li> </ul>

BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc. IQ-CHECK est une marque déposée de Bio-Rad Europe, GmbH dans certaines circonscriptions. Toutes les marques déposées utilisées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.

# Selective STEC Supplement

Katalog-Nr. Beschreibung  
3564005 Selective STEC Supplement, 1 g

Nur für die Verwendung im Labor.

## Verwendungszweck

Das Selective STEC Supplement ist eine Mischung aus mehreren selektiven, antibakteriellen Wirkstoffen, die in Kombination das Wachstum der Begleitflora reduzieren und dadurch das Wachstum von Shiga-Toxin-bildenden *Escherichia coli* (STEC) begünstigen.

## Prinzip

Das Selective STEC Supplement wird in Kombination mit gepuffertem Peptonwasser (GPW; Buffered Peptone Water, BPW) zur Anreicherung von STEC in Nahrungsmittel- und Umgebungsproben verwendet. Es ist besonders gut für Matrizes mit hohem Anteil an kompetitiver Flora geeignet. Der Nachweis von STEC erfolgt mithilfe des iQ-Check STEC VirX oder des iQ-Check STEC SerO II Kits.

## Theoretische Zusammensetzung

Das Selective STEC Supplement ist in Fläschchen mit jeweils 1 g erhältlich.

## Haltbarkeitsdauer und Lagerung

Trocken und vor Licht geschützt in der sorgfältig verschlossenen Packung bei 2–8°C aufbewahren. Nach dem Rekonstituieren ist das Selective STEC Supplement 2 Wochen stabil, wenn es bei 2–8°C vor Licht geschützt gelagert wird.

## Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

### Geräte

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

### Zubehör

- Buffered Peptone Water Plus (Katalog-Nr. 3554179, 6 Flaschen x 225 ml; Katalog-Nr. 3564684, dehydriert, 500 g; Katalog-Nr. 3564686, dehydriert, 5 kg; Katalog-Nr. 3555795, 4 Beutel x 3 L; Katalog-Nr. 3555790, 2 Beutel x 5 L)
- dd-Check STEC Solution (Katalog-Nr.17004826)
- iQ-Check STEC VirX PCR Detection Kit (Katalog-Nr. 3578139)
- iQ-Check STEC SerO II PCR Detection Kit (Katalog-Nr. 12013174)
- Steriles destilliertes Wasser (Sterile distilled water, Katalog-Nr. 3554154, 25 Röhrchen x 9 ml; Katalog-Nr. 3554283, 60 Röhrchen x 18 ml)
- Sterile Pasteur-Pipetten
- Sterile Pipetten
- Sterile Probenbeutel

## Vorsichtsmaßnahmen

- Es sind die Richtlinien der guten Laborpraxis zu beachten (EN ISO 7218). Bei der Arbeit mit potenziell infektiösen, lebenden Bakterien sollte angemessene Schutzkleidung wie Handschuhe und Laborkittel getragen werden.
- Die Produktentwicklung und Validierung des Selective STEC Supplement wurde mit GPW von Bio-Rad durchgeführt, um eine optimale Methodenleistung zu erzielen.
- 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 vom Rohstoffeingang bis zur Vermarktung der Fertigprodukte einer umfassenden Qualitätssicherung. Jede Charge des fertigen Produkts wird einer Qualitätskontrolle gemäß EN ISO 11133 unterzogen und gelangt nur dann in den Vertrieb, wenn sie die Akzeptanzkriterien erfüllt. Die Unterlagen zur Produktion und Qualitätskontrolle jeder Charge werden archiviert.

## Protokoll

### Vorbereitung des Selective STEC Supplement

170 mg Selective STEC Supplement in 100 ml sterilem destilliertem Wasser lösen. Mischen, bis eine homogene Suspension entstanden ist.

### Anreicherungsprotokoll

Für die Protokolle zur Anreicherung verweisen wir auf das entsprechende Anwenderhandbuch.

### Screening-Protokoll

Hinweise zur Durchführung der einzelnen Screening-Methoden sind dem jeweiligen Anwenderhandbuch zu entnehmen.

## Revisionshistorie

Freigabedatum	Dokumentnummer	Änderung
Januar 2021	10000141057 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedeutende Änderung</li> <li>- Neues Dokumentdesign</li> <li>- Änderung des Namens und der Katalognummer des iQ-Check STEC SerO II Kits</li> <li>- Neue USDA MLG 5C.00-Validierung</li> <li>- Änderung der Dokumentnummer. Vorhergehende Version: Rev2 04-11-15</li> </ul>
Dezember 2021	10000141057 Ver B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hinzufügen der dd-Check STEC Solution zum Abschnitt Benötigtes Material</li> <li>- Korrektur des Protokolls zur Vorbereitung des Supplements</li> <li>- Aktualisierung des Protokolls für die Anreicherung und das Screening</li> </ul>

BIO-RAD ist eine Marke von Bio-Rad Laboratories, Inc. iQ-CHECK ist in bestimmten Ländern eine Marke der Bio-Rad Europe GmbH. Alle hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

# Selective STEC Supplement

Catalogo #	Descrizione
3564005	Selective STEC Supplement, 1 g

-----  
Esclusivamente per uso di laboratorio.  
-----

## Usso previsto

Il supplemento Selective STEC Supplement è una miscela di diversi agenti antibatterici selettivi che, se combinati, riducono la crescita della flora di fondo, favorendo così la crescita di *Escherichia coli* produttori di Shiga-tossina (STEC).

## Principio

Il supplemento Selective STEC Supplement è utilizzato in combinazione con acqua peptonata tamponata (BPW) per arricchire lo STEC in prodotti alimentari e campioni ambientali. È particolarmente indicato per le matrici che contengono livelli elevati di flora competitiva. Il rilevamento dello STEC è condotto con i kit iQ-Check STEC VirX e iQ-Check STEC SerO II.

## Composizione teorica

Il supplemento Selective STEC Supplement è fornito in un flaconcino da 1 g

## Durata e conservazione

Conservare disidratato a 2–8°C in una confezione accuratamente sigillata in un luogo asciutto e buio. Una volta ricostituito, il supplemento Selective STEC Supplement è stabile per 2 settimane a 2–8°C in un luogo buio.

## Materiali richiesti non in dotazione

Il presente elenco non è esaustivo.

### Apparecchiatura

- Tutta la normale apparecchiatura di laboratorio
- Incubatori o camera di incubazione
- Bilance
- Agitatore/omogeneizzatore
- Vortex

### Materiali

- Acqua peptonata tamponata (catalogo #3554179, 225 ml x 6 bottiglie; 3564684, disidratato 500 g; 3564686, disidratato 5 kg; 3555795, 3 L x 4 sacche; 3555790, 5 L x 2 sacche)
- dd-Check STEC Solution (catalogo #17004826)
- iQ-Check STEC VirX PCR Detection Kit (catalogo #3578139)
- iQ-Check STEC SerO II PCR Detection Kit (catalogo #12013174)
- Acqua distillata sterile (catalogo #3554154, 9 ml x 25 provette; 3554283, 18 ml x 60 provette)
- Pipette Pasteur sterili
- Pipette sterili
- Sacchi per pesata sterili con filtro

## Precauzioni

- Rispettare le buone pratiche di laboratorio (EN ISO 7218). Indossare protezioni adeguate, come guanti e camici da laboratorio, quando si manipolano batteri vivi potenzialmente infettivi
- Lo sviluppo del prodotto e la validazione del supplemento Selective STEC Supplement sono stati eseguiti con BPW Bio-Rad per garantire prestazioni ottimali del metodo
- I terreni entrati in contatto con campioni di alimenti devono essere considerati come contaminati e quindi smaltiti in conformità alle normative e direttive locali
- Per informazioni sulla sicurezza del prodotto (schede dati di sicurezza) e il certificato di analisi, visitare il sito **bio-rad.com**

## Controllo qualità

Tutti i prodotti fabbricati e commercializzati dalla società Bio-Rad sono sottoposti a un sistema di assicurazione qualità dal momento del ricevimento delle materie prime fino alla commercializzazione dei prodotti finiti. Ciascun lotto di prodotto finito è soggetto a un controllo di qualità conformemente alla norma EN ISO 11133 e viene messo in commercio soltanto se risulta conforme ai criteri di accettazione. Tutta la documentazione relativa alla produzione e al controllo qualità di ciascun lotto è conservata a cura del fabbricante.

## Protocollo

### Preparazione del supplemento Selective STEC Supplement

Dissolvere 170 mg di supplemento Selective STEC Supplement in 100 ml di acqua distillata sterile. Miscelare fino ad ottenere una sospensione omogenea.

### Protocollo di arricchimento

Consultate la guida utente appropriata per i protocolli di arricchimento.

### Protocollo di screening

Consultate la guida utente appropriata per il protocollo di ogni metodo di screening.

## Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero di documento	Modifica
Gennaio 2021	10000141057 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Modifica importante</li> <li>- Nuovo design del documento</li> <li>- Modifica al nome e al numero di catalogo del kit iQ-Check STEC SerO II</li> <li>- Nuova validazione USDA MLG 5C.00</li> <li>- Modifica al numero di documento. Versione precedente: Rev2 04-11-15</li> </ul>
Dicembre 2021	10000141057 Ver B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiunta di dd-Check STEC Solution alla sezione materiali</li> <li>- Correzione del protocollo di preparazione del supplemento</li> <li>- Aggiornamento dei protocolli di arricchimento e screening</li> </ul>

BIO-RAD è un marchio registrato di Bio-Rad Laboratories, Inc. IQ-CHECK è un marchio registrato di Bio-Rad Europe GmbH in determinate giurisdizioni. Tutti i marchi registrati qui utilizzati sono di proprietà dei rispettivi titolari.



# Selective STEC Supplement

Nº do catálogo Descrição  
3564005 Selective STEC Supplement, 1 g

---

Somente para uso em laboratório.

---

## Uso previsto

O Selective STEC Supplement é um misto de vários agentes antibacterianos seletivos que, quando combinados, reduzem o crescimento da flora de fundo, promovendo assim o crescimento da *Escherichia coli* produtora de toxina Shiga (STEC).

## Princípio

O Selective STEC Supplement é usado em combinação com água peptonada tamponada (BPW) para enriquecer STEC em alimentos e amostras ambientais. Ele é particularmente adequado para matrizes que contêm altos níveis de flora competitiva. A detecção de STEC é realizada com os kits iQ-Check STEC VirX e iQ-Check STEC SerO II.

## Composição teórica

O Selective STEC Supplement é fornecido em ampolas de 1 g.

## Prazo de validade e armazenamento

Armazenar desidratado a 2–8°C em uma embalagem cuidadosamente vedada e em um ambiente seco e escuro. Uma vez reconstituído, o Selective STEC Supplement é estável por 2 semanas a 2–8°C em local escuro.

## Materiais necessários não fornecidos

Essa lista não é exaustiva.

### Equipamento

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

### Suprimentos

- Buffered Peptone Water Plus (Água peptonada tamponada plus) (nº do catálogo 3554179, 225 ml x 6 frascos; 3564684, desidratado, 500 g; 3564686, desidratado, 5 kg; 3555795, 3 L x 4 sacos; 3555790, 5 L x 2 sacos)
- dd-Check STEC Solution (nº do catálogo 17004826)
- iQ-Check STEC SerO II PCR Detection Kit (nº do catálogo 3578139)
- iQ-Check STEC SerO II PCR Detection Kit (nº do catálogo 12013174)
- Água Destilada Estérel (nº do catálogo 3554154, 25 tubos de 9 ml; nº 3554283, 60 tubos de 18 ml)
- Pipetas de Pasteur estéreis
- Pipetas estéreis
- Sacos de pesagem estéreis

## 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
- O desenvolvimento de produto e a validação do Selective STEC Supplement foram realizados com o BPW da Bio-Rad para o 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](http://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 do Selective STEC Supplement

Dissolva 170 mg de Selective STEC Supplement em 100 ml de Água destilada Estéril. Misture até obter uma suspensão homogênea.

### Protocolo de enriquecimento

Consulte o guia do usuário apropriado para protocolos de enriquecimento.

### Protocolo de rastreio

Consulte o guia de usuário adequado para o protocolo de cada método de rastreio.

## Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Janeiro de 2021	10000141057 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alteração importante</li> <li>- Novo design de documento</li> <li>- Mudança de nome e número no catálogo do Kit iQ-Check STEC SerO II</li> <li>- Nova Validação USDA MLG 5C.00</li> <li>- Alteração do número do documento. Versão anterior: Rev2 04-11-15</li> </ul>
Dezembro de 2021	10000141057 Ver B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adição de solução dd-Check STEC aos materiais necessários</li> <li>- Correção do protocolo de preparo do suplemento</li> <li>- Atualização dos protocolos de enriquecimento e triagem</li> </ul>

BIO-RAD é uma marca comercial da Bio-Rad Laboratories, Inc. iQ-CHECK é uma marca comercial da Bio-Rad Europe GmbH em certas jurisdições. Todas as marcas comerciais usadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.

# Selective STEC Supplement

Referencia	Descripción
3564005	Selective STEC Supplement, 1 g

Solo para uso en laboratorio.

## Uso previsto

Selective STEC Supplement es una mezcla de varios agentes antibacterianos selectivos que, al combinarse, reducen el crecimiento de la flora interferente promoviendo de ese modo el crecimiento de *Escherichia coli* productora de la toxina Shiga (STEC).

## Principio

Selective STEC Supplement se utiliza en combinación con Agua de Peptona Tamponada (APT) para enriquecer a STEC en muestras alimentarias y ambientales. Es especialmente adecuado para matrices que contienen elevados niveles de flora interferente. La detección de STEC se lleva a cabo con los kits iQ-Check STEC VirX e iQ-Check STEC SerO II.

## Composición teórica

Selective STEC Supplement se suministra en un vial de 1 g.

## Vida útil y conservación

Almacenar deshidratado a 2-8 °C en un envase cuidadosamente sellado y en un lugar seco y oscuro. Selective STEC Supplement permanecerá estable durante 2 semanas a 2-8 °C en un lugar oscuro una vez que se haya reconstituido.

## Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

### Equipamiento

- Todo el instrumental habitual del laboratorio
- Incubadores o sala de incubación
- Balanzas
- Agitador/homogeneizador
- Agitador - vórtex

### Materiales

- Agua de Peptona Tamponada (Buffered Peptone Water Plus, referencia 3554179, 225 ml x 6 frascos; 3564684, deshidratado, 500 g; 3564686, deshidratado, 5 kg; 3555795, 3 l x 4 bolsas; 3555790, 5 l x 2 bolsas)
- dd-Check STEC Solution (referencia 17004826)
- iQ-Check STEC VirX PCR detection kit (referencia 3578139)
- iQ-Check STEC SerO II PCR detection kit (referencia 12013174)
- Agua destilada estéril (Referencia 3554154, 9 ml x 25 tubos; 3554283, 18 ml x 60 tubos)
- Pipetas Pasteur estériles
- Pipetas estériles
- Bolsas estériles para pesada

## Precauciones

- Respetar las buenas prácticas de laboratorio (EN ISO 7218). Usar protección adecuada, como guantes y batas de laboratorio, cuando se trabaje con bacterias vivas potencialmente infecciosas.
- El desarrollo del producto y la validación de Selective STEC Supplement se han realizado con el Agua de Peptona Tamponada (BPW) de Bio-Rad para un rendimiento óptimo del método.
- Los medios que han estado en contacto con muestras alimentarias 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 solo se comercializa si cumple los criterios de aceptabilidad. La documentación relativa a la producción y el control de calidad de cada lote se mantiene archivada.

## Protocolo

### Preparación de Selective STEC Supplement

Disolver 170 mg de Selective STEC Supplement en 100 ml de agua destilada estéril. Mezclar hasta obtener una suspensión homogénea.

### Protocolo de enriquecimiento

Consulte la guía de usuario apropiada para protocolos de enriquecimiento.

### Protocolo de screening

Consulte la guía del usuario correspondiente para conocer el protocolo de cada método de screening.

## Historial de revisiones

Fecha de publicación	N.º de documento	Cambio
Enero de 2021	10000141057 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cambio significativo</li> <li>- Nuevo diseño del documento</li> <li>- Cambio del nombre del kit iQ-Check STEC SerO II y del número de referencia</li> <li>- Nueva validación USDA MLG 5C.00</li> <li>- Cambio del número de documento. Versión anterior: Rev2 04-11-15</li> </ul>
Diciembre de 2021	10000141057 Ver B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adición de la solución dd-Check STEC a los materiales necesarios</li> <li>- Corrección del protocolo para la preparación del suplemento</li> <li>- Actualización de los protocolos de enriquecimiento y detección</li> </ul>

BIO-RAD es una marca registrada de Bio-Rad Laboratories, Inc. iQ-CHECK es una marca registrada de Bio-Rad Europe GmbH en diversos países. Todas las marcas comerciales aquí indicadas son propiedad de sus respectivos propietarios.