

(Latex pour l'identification des *Campylobacter*)

DOMAINE D'APPLICATION

Le *Campylobacter* confirm latex est un test rapide d'agglutination sur lame pour la confirmation des colonies présomptives de *Campylobacter* thermotolérants, isolées d'une gélose de culture.

Il est utilisé notamment en tant que test de confirmation de la méthode alternative RAPID'*Campylobacter*.

PRINCIPE

Les particules de latex sont sensibilisées avec un antiserum polyvalent spécifique des *Campylobacter* obtenu chez le lapin. Une fois en contact avec une suspension de *Campylobacter*, les particules de latex sensibilisées forment rapidement des agrégats visibles à l'œil nu.

PRESENTATION

Campylobacter Confirm Latex

1 coffret de 50 tests,

code 356-4297

- 1 flacon compte-gouttes de Réactif latex (2.5 ml, capuchon bleu)
- 1 flacon compte-gouttes de Réactif de contrôle (2.5 ml, capuchon jaune)
- 1 flacon compte-gouttes de Contrôle positif (1ml, capuchon noir)
- 1 flacon compte-gouttes de Diluant (5 ml, capuchon blanc)
- Des cartes d'agglutination à usage unique
- Des bâtonnets en plastique

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- Réactifs : + 2 - 8°C.
- Une fois ouverts, les réactifs sont stables jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette et en l'absence de contamination.
- Ne jamais congeler les réactifs.

AUTRE(S) PRODUIT(S) NECESSAIRE(S) NON FOURNI(S)

(Liste non exhaustive)

- Öse pour le prélèvement des colonies bactériennes.
- Minuteur
- Bac désinfectant ou poubelle autoclavable pour jeter les cartes et bâtonnets après utilisation.
- Tout matériel courant d'un laboratoire.

PROTOCOLE

Le *Campylobacter* Confirm Latex peut être utilisé pour la confirmation des colonies présomptives des *Campylobacter* thermotolérants, directement à partir d'une gélose sélective ou à partir d'une subculture sur gélose non sélective.

NB : dans le cas où une seule colonie est caractéristique sur la gélose sélective, une subculture sur gélose non sélective est nécessaire.

Réaction d'agglutination

- Laisser revenir les réactifs à température ambiante.

- Mélanger le réactif latex par retournement avant utilisation.
- Déposer une goutte de diluant sur 1 zone d'une carte d'agglutination.
- Prélever une colonie à l'aide d'une öse et la resuspendre dans le diluant.
- Ajouter une goutte de réactif latex dans la suspension bactérienne.
- Homogénéiser à l'aide d'un bâtonnet puis par rotation circulaire de la carte chaque mélange pendant 2 minutes et observer la réaction d'agglutination.
- Jeter la carte dans un bac désinfectant.

Lecture et Interprétation

Réaction positive

Une réaction positive se traduit par la formation d'agrégats visibles à l'œil nu. L'intensité de la réaction peut varier (granularité fine à granularité grossière). La réaction présence de *Campylobacter* thermotolérants est alors confirmée.

Réaction négative

Dans ce cas, la suspension ne présente pas d'agrégat et garde son aspect lisse et laiteux.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

• Le réactif latex doit présenter un aspect uniforme et sans agrégat au moment du dépôt sur la carte d'agglutination. Il doit être périodiquement testé avec le réactif contrôle positif. Pour cela :

- Déposer une goutte de contrôle positif sur 2 zones voisines d'une carte d'agglutination.
- Ajouter une goutte de réactif latex dans la 1^{ère} zone et une goutte de réactif de contrôle dans la 2^{ème} zone.
- Homogénéiser à l'aide d'un bâtonnet puis par rotation circulaire de la carte pendant 2 à 3 minutes et observer la réaction d'agglutination.
- Jeter la carte dans un bac désinfectant.

Une dégradation des réactifs peut être suspectée si :

- Aucune réaction d'agglutination n'est obtenue avec le réactif latex ou si le temps de réaction est allongé.
- Une réaction d'agglutination est obtenue avec le réactif de contrôle.

- Respecter les bonnes pratiques de laboratoire (Ex. EN ISO 7218)
- Utiliser les bâtonnets en plastique fournis avec le kit.
- Les bâtonnets et les cartes d'agglutinations sont à usage unique.
- Jeter les bâtonnets ainsi que les cartes d'agglutination ayant servi dans une poubelle autoclavable ou un bac désinfectant.
- Certains réactifs contiennent de l'azide de sodium. Ce composé peut former des azotures métalliques hautement explosifs avec des canalisations de plomb ou de cuivre. Afin d'éviter l'accumulation de tels azotures dans les canalisations lors de l'élimination de ces réactifs dans un évier, les neutraliser et laver l'évier à grande eau.

- Le kit *Campylobacter* Confirm Latex est destiné uniquement à la confirmation de colonies isolées sur milieu de culture.
- Une agglutination peut être considérée comme atypique si elle est soit:
 - lente à apparaître (plus de 2 minutes)
 - faible (après 2 minutes)
 - d'une apparence atypique (mucoïde, filamenteuse) très différente d'une agglutination typique, granuleuse, homogène et dense

CONTROLE QUALITE DU FABRICANT

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et il n'est commercialisé que s'il est conforme aux critères d'acceptation.