

Salmonella Confirm Latex / Kit

355-6711

DOMAINE D'APPLICATION

Le Salmonella Confirm Latex est un test rapide d'agglutination sur lame pour la confirmation des colonies présomptives de *Salmonella* spp., isolées de géloses sélectives.

Il est utilisé en tant que test de confirmation des méthodes rapides certifiées NF VALIDATION RAPID' *Salmonella* (codes 356-3961, 356-3962, 356-3963 et 356-4705).

PRINCIPE

Les particules de latex du kit Salmonella Confirm Latex sont sensibilisées avec un antiserum polyvalent spécifique des *Salmonella* spp. obtenu chez le lapin.

Une fois en contact avec une suspension de *Salmonella*, les particules de latex sensibilisées forment rapidement des agrégats visibles à l'œil nu.

Le large spectre d'antigène utilisé permet une détection des sérovars de *Salmonella*, mobiles et non mobiles.

PRESENTATION

Salmonella Confirm Latex

1 coffret de 50 tests,

code 355-6711

- **1 flacon** compte-gouttes contenant 2.5 mL de réactif latex. Conservateur : azoture de sodium à 0.099%

- **1 flacon** compte-gouttes contenant 0.5 ml de contrôle positif. Conservateur : azoture de sodium à 0.099%

- **1 flacon** compte-gouttes contenant 5 ml de solution saline isotonique à 0.85%. Conservateur : azoture de sodium à 0.099%

- **Bâtonnets** et **cartes d'agglutination** jetables

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 Salmonella Confirm Latex peut être utilisé pour la confirmation des colonies présomptives de *Salmonella*, 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 le réactif latex à température ambiante.

- Mélanger le réactif latex par retournement avant utilisation.

Contrôle des réactifs :

- Déposer une goutte de réactif latex et déposer une goutte de solution saline dans un cercle d'une carte d'agglutination.
- Mélanger à l'aide d'un bâtonnet, et agiter doucement pendant 2 minutes, et observer.
- Si une agglutination est visible, l'un des réactifs donne des agglutinations non spécifiques. Les réactifs doivent être éliminés.

Contrôle de positif :

- Déposer une goutte du contrôle positif et déposer une goutte du réactif latex dans un cercle d'une carte d'agglutination. **Il est important de ne pas toucher la goutte du contrôle positif avec le falcon de réactif latex.**
- Mélanger à l'aide d'un bâtonnet, et agiter doucement pendant maximum 2 minutes, et observer.
- L'agglutination doit être visible en moins de 2 minutes. L'absence d'agglutination invalide la qualité des réactifs, un nouveau coffret doit être utilisé.

Salmonella Confirm Latex Kit

Test de la colonie :

- Déposer une goutte de solution saline isotonique dans un cercle d'une carte d'agglutination.
- Prélever 1 colonie typique de *Salmonella* présumptive à l'aide d'une öse ou d'un bâtonnet en plastique.
- Mélanger la colonie à la goutte de solution saline isotonique.
- Agiter doucement pendant 2 minutes.
- Observer : la suspension doit rester lisse (absence d'auto-agglutination)
- Ajouter une goutte de réactif latex à la suspension. **Il est important de ne pas toucher la goutte de suspension avec le flacon de réactif latex.**
- Mélanger à l'aide d'un bâtonnet, puis agiter doucement pendant maximum 2 minutes.

Lecture et Interprétation

Réaction positive

Une réaction positive se traduit par la formation d'agrégats visibles à l'œil nu. La présence de *Salmonella* est alors confirmée.

Réaction négative

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

LIMITES D'UTILISATION

- Des souches rugueuses de *Salmonella* entraînent une auto-agglutination non spécifique dans la solution saline seule et ne peuvent donc pas être testées avec le kit Salmonella Confirm Latex.
- Certaines souches non mobiles ne peuvent pas être détectées par le kit Salmonella Confirm Latex.
- Bien que les sérovars de *Salmonella* les plus prévalents soient détectés par le kit Salmonella Confirm Latex, il est à noter que lors de l'extension NF VALIDATION de la méthode RAPID'*Salmonella*, le kit Salmonella Confirm n'a pas permis la détection de 41 sérovars sur 150 testés.
- Le kit Salmonella Confirm Latex est destiné uniquement à la confirmation de colonies fraîches isolées sur milieu de culture.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- 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'azote 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.

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.