

Salmonella Latex Kit

355-6710

DOMAINE D'APPLICATION

Le SALMONELLA LATEX est un test rapide d'agglutination pour la confirmation des colonies présomptives de *Salmonella* spp., isolées de géloses sélectives ou non sélectives. Il est utilisé en tant que test de confirmation des méthodes rapides certifiées NF VALIDATION RAPID *Salmonella* (codes **356-3961** et **356-4705**).

PRINCIPE

Le test SALMONELLA LATEX repose sur l'agglutination, par un antiserum spécifique, des *Salmonella* spp..

Le LATEX SALMONELLA est un mélange d'antisérums obtenus par immunisation de lapins vis-à-vis de souches de salmonelles de référence.

Le LATEX SALMONELLA est un réactif polyvalent pour la détection des salmonelles des groupes B à E et G.

PRESENTATION

SALMONELLA LATEX KIT, 75 tests code **355-6710**

- **Latex test** : compte-gouttes contenant 2 mL de réactif latex.
- **Positive control** : compte-gouttes contenant 1 mL de réactif témoin positif.
- 14 cartes d'agglutination à usage unique.
- 100 bâtonnets en plastique.
- 1 notice.

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 REACTIFS LATEX.**

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

(Liste non exhaustive)

- Ôse 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 LATEX KIT peut être utilisé pour la confirmation des colonies présomptives de salmonelles, 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.
- Bien homogénéiser le réactif latex en agitant le flacon. Vortexer si nécessaire. S'assurer que le compte-gouttes est vide pendant l'agitation pour que le mélange soit complet.
- Déposer une goutte de réactif latex dans l'un des cercles de la carte d'agglutination.
- Prélever 1 colonie de dimension moyenne (diamètre ≥ 1 mm) à l'aide d'une ôse ou d'un bâtonnet en plastique et la mélanger à la goutte de réactif latex pendant 10 secondes.
- Homogénéiser par rotation circulaire de la carte durant 30 à 60 secondes et observer la réaction d'agglutination.
- Jeter la carte dans un bac désinfectant (ne pas réutiliser la carte).

Lecture et Interprétation

Réaction positive

Une réaction positive se traduit par la formation d'agrégats visibles à l'œil nu, en 30 à 60 secondes et sous éclairage normal.

Une réaction très lente et faible peut indiquer une agglutination non spécifique.

Réaction négative

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

Salmonella Latex Kit

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Le **SALMONELLA LATEX KIT** est **uniquement destiné à la confirmation de colonies isolées de milieux de culture.**

La qualité des résultats dépend du respect strict des bonnes pratiques de laboratoire.

- La température des réactifs doit être comprise entre 18 et 30°C au moment de leur utilisation.
 - Ne pas toucher la surface réactionnelle des cartes d'agglutination.
 - Agiter les flacons de latex avant d'effectuer un prélèvement.
 - Essuyer l'extrémité du compte goutte du réactif afin d'obtenir des gouttes bien calibrées.
 - Tenir le flacon de réactif à la verticale pour déposer des gouttes.
 - Utiliser les bâtonnets en plastique fournis avec le kit ou une ôse pour l'homogénéisation de la colonie bactérienne dans la goutte de réactif.
- Ne pas utiliser des bâtonnets en bois.**
- Les bâtonnets sont à usage unique.
 - Jeter les bâtonnets ainsi que les cartes d'agglutination ayant servi dans une poubelle autoclavable ou un bac désinfectant.
 - La colonie à confirmer ne doit pas être d'un diamètre trop petit (< 1mm). En cas de colonie isolée d'un diamètre < 1mm, une étape d'isolement sur une gélose non sélective est recommandée (ex : Gélose nutritive 2.1% code **356-4485**).
 - L'absence d'auto-agglutination de la colonie bactérienne peut être vérifiée dans l'eau physiologique stérile 0.85% (code **355-4164**). Une réaction d'auto-agglutination de la colonie bactérienne rend impossible sa confirmation par un test latex.

Hygiène et sécurité

- Toujours suivre les techniques courantes et les précautions nécessaires à la manipulation d'agents microbiologiques dangereux.
- Tous les réactifs latex contiennent de l'Azide de Sodium. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les membranes muqueuses.
- L'Azide de Sodium peut réagir avec le plomb ou le cuivre de la plomberie pour former un Azide métallique hautement explosif. Rincer la plomberie avec un important volume d'eau si les réactifs sont évacués dans l'évier.

LIMITE D'UTILISATION

Les salmonelles appartenant aux sous-espèces *Salmonella diarizonae* et *Salmonella arizonae* ne produisent pas de réaction d'agglutination avec le réactif latex.

CONTROLE QUALITE DU REACTIF LATEX

Le réactif latex doit présenter un aspect uniforme et sans agrégat au moment du dépôt sur la carte d'agglutination.

Le réactif latex doit être périodiquement testé avec le réactif témoin positif (Positive control). Pour cela, ajouter une goutte de contrôle positif à une goutte de réactif latex et mélanger. La réaction d'agglutination doit apparaître dans les 30 secondes de rotation de la carte.

Le réactif latex peut également être testé à l'aide de souches de salmonelles groupes B à E et G préalablement identifiées.

CONTROLE QUALITE DU FABRICANT

Souches	Agglutination après 30 secondes
<i>Salmonella</i> Enteritidis ATCC 13076	+
<i>Salmonella</i> Typhimurium ATCC 14028	+
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	-
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	-

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.