

## OMNI-O (A60) ANTISERUM OMNIVALENT

356-0781

### DOMAINE D'APPLICATION

Le sérum agglutinant anti-*Salmonella* Omni-O (A-60) permet l'identification présomptive des souches de Salmonelles O-agglutinables appartenant aux groupes A à 60 à partir de colonies isolées sur milieu gélosé.

### PRINCIPE

Le test repose sur l'agglutination, par un sérum omnivalent *Salmonella*, de bactéries possédant les antigènes correspondants.

L'antisérum *Salmonella* Omni-O est composé d'un mélange de sérums bruts obtenus par immunisation de lapins au moyen de souches de référence.

Il contient des agglutinines dirigées contre les facteurs antigéniques O des salmonelles appartenant aux groupes A à 60.

### PRESENTATION

- Antiserum *Salmonella* omnivalent Omni-O (A-60), flacon compte-gouttes de 3ml **code 356-0781**

### CONSERVATION

- Le sérum conservé à + 2 - 8°C et en absence de contamination, est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret ( y compris après ouverture).
- En cas de doute sur la validité, réaliser un contrôle avec une souche positive (cf. § PERFORMANCES / CONTRÔLE QUALITÉ DU TEST).

### MATÉRIEL NÉCESSAIRE NON FOURNI

- Lame de verre
- Ôse en plastique ou en platine
- Eau physiologique

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.
- Respecter à tout moment les techniques et précautions en vigueur en matière de protection contre les dangers microbiologiques, tant pour la manipulation que pour l'élimination du matériel et des produits biologiques utilisés pour la réaction d'agglutination.

- Ce sérum contient de l'azoture de sodium à une concentration < 0,1%. L'azoture de sodium peut réagir avec le plomb ou le cuivre présents dans les tuyaux d'évacuation et produire ainsi des azotures métalliques explosifs. Lors de leur élimination, rincer abondamment à grande eau pour éviter la formation de dépôts d'azoture.
- Ne pas diluer les réactifs.

### UTILISATION

L'identification des *Salmonella* est effectuée à partir d'une culture pure et fraîche de *Salmonella* isolée sur milieu gélosé.

- Déposer sur une lame, 1 goutte d'eau physiologique et à côté une goutte d'antisérum.
- Prélever 1 ôse de la culture.
- Mettre ces bactéries en suspension dans la goutte d'eau physiologique en prenant soin de faire une suspension homogène par adjonction progressive des bactéries dans le sérum.
- Prélever une seconde ôse de la culture et la mettre en suspension dans la goutte d'antisérum en prenant les mêmes précautions.
- Agiter la lame par un léger mouvement rotatif.
- Observer le mélange à l'œil nu au-dessus d'une surface sombre ou au-dessus d'un miroir concave.

### INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Il ne doit pas y avoir d'agglutination avec l'eau physiologique. S'il y a agglutination, il s'agit d'une souche auto-agglutinable et la réaction avec l'antisérum n'est alors pas interprétable.

Une réaction positive se traduit par l'apparition, avec l'antisérum, d'une agglutination en moins de **30 secondes**. Lorsque la réaction est tardive ou que la suspension garde son aspect laiteux et homogène, le résultat est négatif.

L'agglutination d'une souche de salmonelle avec le sérum Omni-O indique que la souche est O-agglutinable et pourra être sérotypée à l'aide des sérums spécifiques (polyvalents puis monovalents).

### PERFORMANCES / CONTRÔLE QUALITÉ DU TEST

L'activité de l'antisérum *salmonella* Omni-O (A-60) omnivalent est contrôlée à l'aide des souches positives suivantes :

- *Salmonella typhimurium* O:4,5 (groupe B)
- *Salmonella Infantis* O: 6,7 (groupe C1)
- *Salmonella enteritidis* O: 9 (groupe D1)
- *Salmonella London* O:3, 10 (groupe E1)

## OMNI-O (A60) ANTISERUM OMNIVALENT

### CONTRÔLE QUALITÉ

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 de produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et n'est commercialisé que s'il est conforme aux critères d'acceptation. La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée par le fabricant.

### LIMITES D'UTILISATION

• L'antisérum *Salmonella* Omni-O (A-60) est spécifique des salmonelles O-agglutinables appartenant aux groupes A à 60.

Cependant, des réactions croisées avec les genres *Escherichia*, *Shigella*, *Citrobacter* et *Proteus* sont possibles du fait de l'identité antigénique partielle de ces bactéries.

• Ce sérum est destiné à l'orientation du diagnostic d'identification présomptive après la gélose RAPID *Salmonella*. En cas de positivité, l'identification d'espèce peut être confirmée avant de réaliser le sérotypage à l'aide de sérums spécifiques.