

Salmonella T, A, B, C

(*Salmonella typhi*, *S. paratyphi* A, B, et C)
Sérums agglutinants polyvalents

356-1261

DOMAINE D'APPLICATION

Ces sérums sont obtenus chez des lapins immunisés avec des suspensions de bactéries sélectionnées.

Ils sont préparés pour le diagnostic rapide, par agglutination sur lame, des *Salmonella* les plus couramment isolées d'hémocultures.

- Ils ne doivent pas être utilisés pour les *Salmonella* isolées de coprocultures.
- Leur emploi est également déconseillé en médecine vétérinaire

Compte-tenu de la grande variété des sérotypes, l'analyse antigénique complète est indispensable (se reporter à la fiche technique précédente).

Ces sérums contiennent des agglutinines anti-O et anti-H correspondant à *Salmonella typhi*, *Salmonella paratyphi* A, B et C. Ils sont dilués à un taux permettant d'obtenir des agglutinations nettes et aussi spécifiques que possible.

Les souches de *S. typhi* en forme de V (O inagglutinables, riche en antigène Vi) sont souvent très peu mobiles à l'isolement. Elles sont donc très peu agglutinées par le sérum T, polyvalent, mais immédiatement agglutinées par le sérum Vi (agglutination granuleuse).

PRESENTATION

Coffret de 5 flacons

Contenant 3 ml de chacun des sérums

AntiY, A, B, C et Vi

code 356-1261

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- Prêt à l'emploi : à + 2 - 8°C.
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

METHODOLOGIE

Il est très important d'utiliser des lames de verre très propres.

Si l'on doit pratiquer plusieurs agglutinations en même temps, il est préférable d'avoir recours à des lames de 5 x 15 cm, qui permettent de disposer un grand nombre de sérums.

Déposer une goutte de chacun des sérums.

Prélever une anse de culture de 24 heures, sur milieu gélosé, de préférence au voisinage de l'eau de condensation (pour les cultures en tubes). C'est en effet, dans la zone la plus humide que l'antigène H diffuse le mieux.

Mettre cette culture en suspension directement dans la goutte de sérum.

Bien mélanger, puis observer à l'œil nu ou, mieux, au-dessus d'un miroir concave.

LECTURE ET INTERPRETATION

a) Agglutination immédiate et totale

La bactérie appartient très vraisemblablement à l'espèce qui a servi à la préparation du sérum.

Ce cas est plus fréquent pour les *Salmonella* isolées d'hémocultures. Les caractères biochimiques permettent de confirmer le diagnostic.

b) Agglutination tardive granulaire de type O

La bactérie possède un antigène O commun avec la souche qui a servi à préparer le sérum. Les deux espèces les plus fréquemment rencontrées sont :

- *S. Enteritidis* (bacille de GAERTNER) possédant en commun avec *S. typhi* l'antigène O : 9 ;
- *S. Typhimurium* (bacille d'Aertrijck) possédant en commun avec *Salmonella paratyphi* B l'antigène O : 4 et, éventuellement, l'antigène O : 5.

L'emploi de sérums anti-H : G (pour *S. Enteritidis*) et anti-H : i (pour *S. Typhimurium*) permettra d'établir un diagnostic de forte présomption.

c) Agglutination partielle, floconneuse de type H

Ce cas est bien plus rare.

La bactérie possède un antigène H commun avec la souche qui a servi à préparer le sérum, mais l'antigène O est différent. Il faut alors déterminer la formule complète au moyen de sérums saturés.

d) Agglutination dans les 4 sérums

Il s'agit vraisemblablement d'une souche rugueuse. La constatation d'une agglutination en eau physiologique permet de le confirmer.

N.B. : Toute souche de *Salmonella* posant un problème particulier d'identification peut être adressée à :

Centre de Référence des *Salmonella*
Institut Pasteur,
25, rue du Docteur-Roux
75015 PARIS.

Salmonella T, A, B, C

(*Salmonella typhi*, *S. paratyphi* A, B, et C)
Sérums agglutinants polyvalents

V3 - 31/05/11

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.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée.