

Neisseria meningitidis (lécithine, polysorbate, triton)

355-8704

DOMAINE D'APPLICATION

Ces immunsérums sont obtenus par hyper-immunisation de lapins avec des souches de référence correspondant aux groupes actuellement décrits de *Neisseria meningitidis* : groupes Y, W135 et 29E.

Ces immunsérums sont répartis en coffret : coffret Y, W135 et 29E.

PRESENTATION

Coffret Y, W135 et 29E code 355-8704

- 3 flacons de lyophilisat q.s.p. 2 ml de chaque immunsérum
- 1 flacon de 2 ml de tampon phosphate 1,5 M à pH 7,2 (concentré 10 fois)

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

1. PREPARATION DES IMMUNSERUMS

• Préparation du tampon

Le tampon (concentré) est dilué au 1/10 en eau stérile.

Ex : prélever 0,7 ml de tampon concentré et compléter jusqu'à 7 ml avec de l'eau distillée stérile.

Il est conseillé de préparer uniquement le volume nécessaire à la manipulation.

• Réhydratation des immunsérums

Ils sont réhydratés avec 2 ml d'eau distillée.

2. METHODE D'AGGLUTINATION

• Sur lame

La culture des méningocoques à grouper (obtenue à partir d'une culture de 24 heures sur milieu de Mueller-Hinton) est mise en suspension dans 0,2 ml de tampon phosphate 0,15 M à pH 7,2 (préparé en eau distillée stérile).

Déposer une goutte de chacun des immunsérums sur une lame.

Ajouter un volume identique de la suspension bactérienne.

Agiter la lame par un léger mouvement de rotation et observer l'apparition d'une agglutination en moins de 2 minutes.

• Lecture

Il est conseillé d'effectuer en éclairant la lame par en dessous ou sur fond noir.

• Interprétation

- Réaction positive : apparition d'une agglutination nette et rapide en moins de 2 minutes.
- Réaction négative : suspension homogène, sans agglutination visible.

N.B. : Certaines souches sont autoagglutinables ou co-agglutinent avec plusieurs immunsérums.

Il faut donc tenir compte de l'agglutination qui apparaît le plus rapidement et plus nettement.

Ne pas oublier l'agglutination possible de N. lactamica.

• En plaque

Pour les groupes rares, l'identification peut être effectuée sur plaques en plastique (Type Limbro). A partir de la culture de la souche à étudier, obtenue sur Mueller-Hinton, faire une suspension dans du tampon phosphate 0,15 M à pH 7,2. Déposer dans chaque cupule :

- 50 µL de chacun des immunsérums Y, W135 et 29E
- 50 µL de suspension bactérienne.

Agiter la plaque pendant 4 minutes sur agitateur de Kline.

• Lecture

Elle est effectuée en regardant la plaque par en-dessous.

Remarques

Si la souche est inagglutinable et possède, néanmoins, les caractères oxydants d'une *N. meningitidis*, l'adresser, accompagnée d'une fiche de renseignements :

- soit, au Laboratoire des *Neisseria*
Institut Pasteur
25, rue du Docteur-Roux 75015 PARIS

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.