

## Vibrions cholériques

1. Sérums agglutinants
2. Sérum pour I.F.I. et Ring-test

**355-7142**  
**357-4561**

### 1. Sérums agglutinants

#### DOMAINE D'APPLICATION

Ces sérums sont destinés au diagnostic rapide des vibrions cholériques par la méthode d'agglutination sur lame.

Sérum polyvalent

Préparé par injection à l'âne de la fraction antigénique, il renferme les constituants A, B et C des souches Ogawa, Inaba et Hikojima.

#### PRESENTATION

**Sérum polyvalent**

1 ml x 1 ampoule

**code 355-7142**

#### METHODOLOGIE

Il est très important d'utiliser des lames très propres et de prévoir un bac pour désinfecter les lames après usage.

- Déposer sur une lame propre une goutte de sérum.
- Mettre en suspension, directement dans cette goutte, la culture bactérienne prélevée sur milieu gélosé (\*). La suspension doit être bien homogène.
- Agiter par un mouvement tournant.
- Lire à l'œil nu au-dessus d'une surface sombre ou, mieux, au-dessus d'un miroir concave.

#### Remarque :

Les vibrions isolés sur milieux sélectifs\* peuvent être auto-agglutinables.

Pour le vérifier, faire obligatoirement une suspension- témoin en eau physiologique.

(\* ) Voir : Milieux pour Vibrions cholériques.

#### 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.

### 2. Sérums pour immunofluorescence indirecte et Ring-Test

#### DOMAINE D'APPLICATION

Il s'agit, pour les deux techniques, d'un sérum obtenu par hyperimmunisation du lapin à l'aide d'une fraction antigénique de vibron cholérique.

#### a) Immunofluorescence

Le sérum peut être utilisé :

- directement sur une selle,
- ou
- lorsque les vibrions sont auto-agglutinables.

#### Utilisation

- Faire un frottis mince de la selle ou de la culture sur lame.
- Sécher et fixer à l'acétone pendant 10 minutes.
- Répartir le sérum dilué au 1/40 sur la préparation placée en boîte de Petri.
- Le tout est porté à l'étuve à 37°C pendant 20 minutes.
- Laver ensuite 5 à 10 minutes en eau physiologique tamponnée à pH 7,2.
- Ajouter le conjugué fluorescent anti-IgG de lapin et placer à l'étuve à 37°C pendant 20 minutes.
- Laver à nouveau en eau physiologique tamponnée à pH 7,2.
- Colorer en bleu d'Evans à 1/10.000 pendant 5 minutes à 37°C.
- Laver, monter en glycérine tamponnée, puis examiner au microscope à fluorescence.

#### b) RING-TEST (précipitation interfaciale)

Cette technique est particulièrement utile pour les vibrions auto-agglutinables, qui ne permettent pas le diagnostic par agglutination classique.

## 1. Sérums agglutinants 2. Sérum pour I.F.I. et Ring-test

### Utilisation

- A partir d'une colonie suspecte, ensementer un tube de gélose ordinaire.
- Après 18 heures de culture, racler la surface de la gélose et émulsionner dans 2 ml d'eau salée glucosée.
- Placer le tube à 37°C pendant 4 heures.
- Si l'on possède un appareil à ultra-sons, il est possible de casser les vibrions par ce procédé.
- Centrifuger à 3.000 tours/minute pendant 10 minutes.
- Dans un tube à «Ring-test », placer au fond le sérum et au contact du ménisque supérieur, à la pipette Pasteur surfilée, le surnageant de centrifugation.
- S'il s'agit de vibrions cholériques, un anneau de précipitation apparaît au bout de 2 à 3 minutes.

### PRESENTATION

#### • Immunsérum

L'immunsérum destiné à ces deux techniques n'est pas commercialisé par BIO-RAD. Il est possible de l'obtenir auprès du :

Centre de Référence des Vibrions  
Institut Pasteur  
25, rue du Docteur-Roux  
75015 PARIS

#### Conjugué fluorescent anti-IgG de lapin

2 ml x 1 flacon **code 357-4561**

### CONSERVATION / VALIDITE /LOT

- Conjugué : à + 4°C.
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

### 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.