

Composé vibriostatique 0/129

355-3872

DOMAINE D'APPLICATION

La recherche de la résistance ou de la sensibilité à la 2,4-diamino-6,7-diisopropyltérédine, encore appelé Composé vibriostatique 0/129, peut être utile pour différencier certaines espèces bactériennes. Ce test est réalisé à l'aide de disques imprégnés de cette substance (Disques chargés à 0,5 mg).

PRESENTATION

30 disques 1 tube

code 355-3872

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

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

PROTOCOLE

Ensemencer un milieu de Mueller-Hinton coulé en boîte de Petri par inondation, comme pour la réalisation d'un antibiogramme (obtention de colonies denses, mais non complètement confluentes). Ce test peut, en effet, être pratiqué en même temps que l'antibiogramme. Après séchage de 15 minutes à l'étuve à 37°C, déposer un disque et appuyer légèrement à l'aide d'une pince pour en assurer l'adhérence avec le milieu.
Incuber à 30°C ou à 37°C, selon l'espèce bactérienne.

LECTURE ET INTERPRETATION

(Voir tableau ci-contre)

Remarques :

- L'épreuve n'a aucune valeur si l'on utilise un milieu Mueller-Hinton hypersalé à 3 % de NaCl. Le milieu de tonicité normale contient suffisamment d'ions Na⁺ pour permettre la culture de la plupart des espèces halophiles de *Vibrio*.
- Flavobactérium meningosepticum* possède des souches sensibles et des souches résistantes au composé 0/129. Le test est pour cette espèce un marqueur biochimique d'intérêt épidémiologique.
- Quelques auteurs ont signalé l'existence de résistance plasmidique à 0/129 chez des souches de *Vibrio cholerae* 0 1 résistantes au Bactrim et au Triméthoprime.

Absence de zone d'inhibition autour du disque RESISTANCE au COMPOSE VIBRIOSTATIQUE 0/129	Zone d'inhibition autour du disque ø = 15 mm SENSIBILITE au COMPOSE VIBRIOSTATIQUE 0/129
<i>Aeromonas</i>	<i>Vibrio</i> (1), <i>Plesiomonas</i>
<i>Enterobacteriaceae</i> (rares exceptions)	<i>Pasteurella</i> , <i>Actinobacillus</i>
<i>Pseudomonas</i> , <i>Alcaligenes</i> , <i>Achromobacter</i> <i>Agrobacterium</i> (exceptions) <i>Alteromonas putrefaciens</i> (à l'exception de souches du taxon B)	
<i>Flavobacterium breve</i> (exceptions) <i>Flavobacterium odoratum</i>	<i>Flavobacterium</i> , group lib <i>Flavobacterium multivorum</i>
<i>Staphylococcus</i>	<i>Micrococcus</i>

(1) Voir remarque n°3

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.

BIBLIOGRAPHIE

- **BOUVET P., CHATELAIN R., RIOU J.Y. (1982)** : Intérêt du Composé Vibriostatique 0/129 pour différencier les genres *Staphylococcus* et *Micrococcus*. Annales Microbiologiques (Institut Pasteur), **133B**, 449-453.
- **CHATELAIN R., BERCOVIER H., GUIYOULE A., RICHARD C., MOLLARET H. (1979)** : Intérêt du composé Vibriostatique

1/2

Composé vibriostatique 0/129

0/129 pour différencier les genres *Pasteurella* et *Actinobacillus* de la famille des *Enterobacteriaceae*. Annales Microbiologiques (Institut Pasteur), **130A** : 449-453.

- **DODINA (1984)** : Centre National de références des *Vibrions*. Bulletin des Anciens Elèves de l'Institut Pasteur, **102**, 35-37.
- **MATSUCHITA S., KUDOH Y.V., OHASHI M. (1984)** : Transferable resistance to Vibriostatic agent 2,4-diamino-6,7-diisopropylpteridine (0/129) in *Vibrio cholerae*, Microbiol. Immunol. : **28**, 1159-1162.