

Vibrions/Bouillon (milieu de transport et d'enrichissement)

355-5914

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu riche et hypersalé permettant le transport et le développement sélectif des *Vibrio cholerae* et des autres vibrions entéropathogènes.

REFERENCE(S) NORMATIVE(S)

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS

• **NF ISO 8914 (mai 1991)** : Microbiologie - Directives générales pour la recherche de *Vibrio parahaemolyticus* (IC : V 08-024).

• **NF V 45-111 (Juillet 1985)** : Produits de la pêche - Recherche de *Vibrio para-haemolyticus* dans les eaux conchylicoles et dans les coquillages marins vivants (IC: V45-111).

PRINCIPE

La croissance de la plupart des vibrions est favorisée par les substances nutritives apportées par la peptone.

Le milieu est rendu sélectif vis-à-vis des autres bactéries par la forte concentration en chlorure de sodium.

PRESENTATION

• Prêt à l'emploi

9 ml x 25 tubes (à vis)

code 355-5914

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

• Prêt à l'emploi : à + 2 - 8 °C.

• Date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement

FORMULE THEORIQUE

Peptone

30 g

Chlorure de sodium

30 g

Eau distillée

1000 ml

pH (25°C) final = 8,6 ± 0,2

AUTRE(S) PRODUIT(S) NECESSAIRE(S) (NON FOURNI(S))

• Diluant(s)

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Tubes à essais (20 x 200 mm) avec bouchons autoclavables
- Pipettes stériles (10 ml,...)

- Etuve ou enceinte thermostatée à 37°C + 1°C
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire

PROTOCOLE

• Transport

Introduire dans le flacon quelques millilitres de l'échantillon à analyser.

• Enrichissement

- Ensemencer un premier tube avec 1 ml de la suspension de transport.
- Mettre à l'étuve à 37 °C pendant 3 à 6 heures.
- Prélever en surface une anse de la culture¹ et ensemencer un second tube.
- Mettre à nouveau à l'étuve dans les mêmes conditions que précédemment.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Le temps qui s'écoule entre la fin de la préparation de la solution-mère (ou de la dilution 10⁻¹ dans le cas d'un produit solide et le moment où les dilutions entrent en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 15 minutes.
- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

¹ *Vibrio cholerae* produit des ondes moirées et un voile blanchâtre très fragile à la surface du bouillon.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturales sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 8h à 37 °C
<i>Vibrio cholerae</i>	Enrichissement
<i>Vibrio para-haemolyticus</i> CIP 75.2	Enrichissement

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.

Vibrions/Bouillon

(milieu de transport et d'enrichissement)

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.

MOTS CLES

Vibrions / *Vibrio cholerae* / Transport / Développement / Riche / Hypersalé / Milieu.

BIBLIOGRAPHIE

• **DODIN A. (10-11 nov. 82)** : Diagnostic du vibrion cholérique au laboratoire. Réunion internationale sur les infections intestinales GRENADE (Espagne).