

Mueller-Hinton/Bouillon

356-9444

DOMAINE D'APPLICATION

Bouillon complémentaire du milieu gélosé du même nom (**code 356-4884**) utilisé pour l'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques.

PRINCIPE

La croissance de la plupart des bactéries est favorisée par les substances nutritives apportées par l'infusion de viande et l'hydrolysate de caséine.

PRESENTATION

Déshydraté

500 g

code 356-9444

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Déshydraté : + 15 - 25 °C, flacon soigneusement fermé dans un endroit frais et sec.
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE TYPE

Infusion de viande de boeuf déshydratée 6 g
 Hydrolysate de caséine 17,5 g
 Amidon 1,5 g
 Eau distillée 1 000 ml
 pH (25°C) final = 7,3 ± 0,2

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

- Eau distillée

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

(liste non exhaustive)

- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Agitateur de type Vortex
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Pipettes Pasteur stériles (**code 355-0751**) ou öse bouclée
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Autoclave

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation

Dissoudre 25 grammes de poudre dans 1 litre d'eau distillée. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène. Chauffer lentement, en agitant fréquemment, puis porter à ébullition jusqu'à dissolution complète. Répartir dans des tubes et stériliser à l'autoclave à 121°C ± 1 C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 25 g/l.

500 grammes de poudre permettent de réaliser 20 litres de milieu.

PROTOCOLE

Ensemencer largement avec une souche isolée dont la sensibilité à différents antibiotiques est à tester.

Incuber à la température optimale de croissance pour le micro-organisme testé.

PRECAUTION D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Croissance en 24h à 37°C
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Correcte et comparable au témoin
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Correcte et comparable au témoin
<i>Enterococcus faecalis</i> var <i>zymogenes</i> ATCC 29212	Correcte et comparable au témoin

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.

MOTS CLES

Mueller-Hinton / Antibiotiques / Sensibilité / Bouillon.