

Mueller-Hinton/Gélose

356-3824
356-3901 / 355-6137
356-4884 / 356-4888

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour l'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques et également comme milieu de base pour la préparation d'une gélose au sang.

PRINCIPE

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

PRESENTATION

- **Pré-coulé**
 - 20 boîtes x 90 mm **code 356-3824**
 - 10 boîtes x 120 mm **code 356-3901**
- **Prêt à l'emploi**
 - 200 ml x 6 flacons **code 355-6137**
- **Déshydraté**
 - 500 g **code 356-4884**
 - 5 kg **code 356-4888**

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Pré-coulé : + 2 - 20 °C.
- Prêt à l'emploi : à + 2 - 8 °C.
- 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 THEORIQUE

Infusion de viande de boeuf déshydratée	4 g
Hydrolysate acide de caséine	17,5 g
Amidon de maïs	1,5 g
Agar	12 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 7,3 ± 0,1	

AUTRE(S) MATERIEL(S) NECESSAIRE(S) (NON FOURNI(S))

- Eau distillée

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

(liste non exhaustive)

- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Flacons de 100 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de Pétri stériles (Ø= 90 mm et 120 mm)
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1°C
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation

Dissoudre 35 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée. Porter à ébullition jusqu'à dissolution complète.

Répartir en tubes ou flacons et stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 35 g/l

500 grammes de poudre permettent de réaliser 14,2 litres de milieu.

PROTOCOLE

Au moment de l'emploi, faire fondre le milieu au bain-marie bouillant et le couler en boîtes de Petri. L'épaisseur de la couche de gélose doit être de 4 mm. Sécher les boîtes 30 minutes à 37°C. Pour la technique et la lecture de l'antibiogramme, voir chapitre « Antibiogrammes ».

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	Culture des micro-organismes en 24 H à 37 °C
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Croissance correcte
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Croissance correcte
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Croissance correcte

Mueller-Hinton/Gélose

MICRO-ORGANISMES	Antibiogramme standardisé
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Diamètres d'inhibition conformes aux normes NCCLS
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	

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 Gélose / Gélose au sang / Sensibilité / Antibiotiques / Antibiogrammes / Milieu

BIBLIOGRAPHIE

- **BAUER A.W. and al. (1966)** : Amer. J ; Clin. Path. 345, 493-496.
- **CHABBERT Y.A. (1966)** : L'antibiogramme, Edit de la Tourelle.
- **ERICSSON. (1960)** : Scand. J. Clin. Lab. Invest. 12 (suppl.), 50, 1-55.
- **MUELLER J.H. and HINTON J. (1941)** : Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 48, 330-333.