

Cœur - Cerveille/Gélose

356-4174

DOMAINE D'APPLICATION

La gélose Cœur-Cerveille est recommandée pour la culture des Streptocoques, *Neisseria* et autres bactéries exigeantes.

Remarque : Ce milieu a été utilisé par Seth en 1970 pour l'isolement de *N. gonorrhoeae*.

PRINCIPE

Milieu solide très nutritif recommandé pour la culture des germes très exigeants.

Ce milieu peut être rendu plus sélectif (en inhibant la croissance des *Proteus* sans affecter *N. gonorrhoeae*) par l'addition de sang stérile de cheval (10 %), de vancomycine, colistine et fungizone.

PRESENTATION

- Déshydraté
500 g

code 356-4174

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- + 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

Peptone	10 g
Extrait de cervelle	12,5 g
Extrait de Cœur	5 g
Chlorure de sodium	5 g
Hydrogénophosphate disodique anhydre	2,5 g
Glucose	2 g
Agar	10 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final : 7,4 ± 0,2	

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

- Diluant(s)
- Eau distillée

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Flacons de 125 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de Pétri stériles (Ø = 90 mm)

- Pipettes Pasteur ou ôse bouclée
- 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 47 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée. Attendre 5 minutes, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène.

Chauffer lentement en agitant fréquemment, puis porter à ébullition jusqu'à dissolution complète. Répartir.

Stériliser à l'autoclave à 121°C (± 1°C) pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 47 g/l

500 grammes de poudre permettent de réaliser 10,6 litres de milieu.

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	Résultats après 24 - 48 h de culture à 37°C
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bonne croissance
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bonne croissance
<i>Brucella melitensis</i> + CO ₂ CIP A128	Bonne croissance
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Bonne croissance
<i>Clostridium sporogenes</i> * ATCC 11437	Bonne croissance
<i>Clostridium perfringens</i> * ATCC 13124	Bonne croissance
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i> * CIP 60.2	Bonne croissance

* incubation en anaérobiose

Cœur - Cerveille/Gélose

MICRO-ORGANISMES (suite)	Résultats après 24 - 48 h de culture à 37°C
<i>Bacteroides vulgatus</i> * ATCC 8482	Bonne croissance
<i>Bifidobacterium bifidum</i> * CIP 56.7	Bonne croissance
<i>Peptococcus magnus</i> * ATCC 19456	Bonne croissance
<i>Propionibacterium acnes</i> * CIP 60.42	Bonne croissance

* incubation en anaérobiose

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

Cœur-Cerveille / Streptocoques / *Neisseria* / Milieu.

BIBLIOGRAPHIE

• **SETH A. (1970)** : Brit. J. Vener Dis. 46 : 201-202.

• **CREITZ J.R. and PUCKETT T.F. (1954)** : Am. J. Clin. Path 24 : 1318-1323.