

Gélose au sang + Acide nalidixique

356-4534

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu sélectif pour l'isolement des streptocoques (*S. pneumoniae* inclus), de *Listeria monocytogenes* et d'*Erysipelothrix rhusiopathiae* tout en mettant en évidence leur pouvoir hémolytique lors du contrôle des produits alimentaires.

PRINCIPE

La croissance des bactéries citées précédemment est favorisée par les substances nutritives apportées par la pastose, la pastone, la peptone pepsique viande-foie et l'extrait de viande.

La présence d'acide nalidixique entraîne une inhibition totale de la culture des bactéries Gram négatif sensibles et une inhibition partielle de celle des staphylocoques.

PRESENTATION

Déshydraté

- 500 g

code 356-4534

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 THEORIQUE

Pastose	5 g
Pastone	5 g
Peptone pepsique viande-foie	5 g
Extrait de viande	7 g
Chlorure de sodium	5 g
Acide nalidixique	40 mg
Pastagar B	13 g
Eau distillée	1000 ml

pH (25°C) final = 7,2 ± 0,2

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

- Eau distillée
- Sang de cheval (code 355-6641)

Voir Fiche(s) Technique(s) correspondante(s)

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Agitateur de type Vortex

- Flacons de 100 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de Pétri stériles (Ø = 90 mm)
- Pipettes stériles (0,1 ml,...)
- Pipettes Pasteur (code 355-0751) ou öse bouclée
- Etaleurs stériles
- Bains-marie avec une précision de ± 1°C
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire.

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation

Dissoudre 40 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 à raison de 100 ml par flacon et stériliser à l'autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 40 g/l.

500 grammes de poudre permettent de réaliser 12,5 litres de milieu.

PROTOCOLE

Ensemencement et incubation

Ce milieu est, en général, utilisé pour la préparation d'une gélose au sang :

- A la base stérile fondue, puis refroidie entre 44°C à 47°C, ajouter 5 à 10 % de sang stérile de cheval (code 355-6641).
- Après agitation ménagée, en évitant les bulles d'air, le mélange est coulé en boîtes de Pétri.
- Après ensemencement par étalement en surface ou par isolement, incuber à 37 ± 1°C pendant 18 à 24 heures.

LECTURE ET INTERPRETATION

Streptococcus : 2 à 3 mm de diamètre, blanches ou incolores, lisses, rondes, hémolytiques (alpha, bêta) ou non.

Listeria : 1 à 2 mm de diamètre, blanches ou incolores, lisses, légèrement hémolytiques ou non.

Gélose au sang + Acide nalidixique

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas agiter violemment le milieu régénéré pour éviter toute ré-oxygénation de celle-ci.
- Ne pas ajouter le sang dans un milieu de base à une température supérieure à 47 °C.
- 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>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bonne croissance Hémolyse β
<i>Streptococcus</i> groupe C CIP A 7	Bonne croissance Hémolyse β
<i>Enterococcus faecalis</i> <i>var zymogenes</i> ATCC 29212	Bonne croissance Hémolyse β
<i>Streptococcus bovis</i> CIP 5623	Bonne croissance Hémolyse n
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Bonne croissance Hémolyse α verdâtre
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Absence de culture
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibition partielle

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

Gélose au sang + acide nalidixique / Columbia / *Streptococcus* / *Listeria* / Produits alimentaires / Acide nalidixique / Pouvoir hémolytique / Milieu.