

Nutritive 2,8% /Gélose (avec NaCl)

355-4478
356-4484

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour la culture des bactéries ne présentant pas d'exigences particulières.

REFERENCE(S) NORMATIVE(S)

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS

• **NF ISO 21528-1 (Décembre 2004)** : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour la recherche et le dénombrement des *Enterobacteriaceae* - Partie 1 : Recherche et dénombrement à l'aide de la technique NPP avec pré-enrichissement.

• **NF ISO 21528-2 (Décembre 2004)** : Microbiologie des aliments - Méthodes horizontales pour la recherche et le dénombrement des *Enterobacteriaceae* - Partie 2 : Méthode par comptage des colonies.

PRINCIPE

La croissance de la plupart des bactéries est favorisée par les substances nutritives apportées par la peptone, l'extrait de viande et les facteurs vitaminiques de l'extrait de levure.

PRESENTATION

• Prêt à l'emploi

8 ml × 25 tubes

code 355-4478

• Déshydraté

500 g

code 356-4484

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

• Prêt à l'emploi : à + 2 - 25°C.

• Déshydraté : + 15 - 25°C, flacon soigneusement fermé dans un endroit frais et sec.

• La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

Peptone	5 g
Extrait de viande	3 g
Chlorure de sodium	5 g
Agar	15 g
Eau distillée	1000 ml

pH (25 °C) final = 7,3 ± 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
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Flacons de 225 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de Pétri stériles (Ø = 90 mm)
- Pipettes stériles (0,1 ml,...)
- Pipettes Pasteur stériles (**code 355-0751**) ou öse bouclée
- Etaleurs stériles
- Bain-marie avec une précision de ± 1 °C
- 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 28 grammes de poudre dans 1 litre d'eau distillée. Porter à ébullition jusqu'à dissolution complète.

Répartir selon le conditionnement choisi et stériliser à l'autoclave à 121°C ± 1°C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 28 g/l

500 grammes de milieu déshydraté permettent de réaliser 17,8 litres de milieu.

PROTOCOLE

Ce milieu peut être ensemencé, selon le but recherché, par :

- étalement en surface de 0,1 ml de l'échantillon,
- isolement à l'aide d'une öse bouclée ou d'une pipette Pasteur préalablement stérilisée à la flamme.

PRECAUTION D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

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.

Nutritive 2,8% /Gélose (avec NaCl)

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.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 24H à 37 °C
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bonne croissance
<i>Salmonella Enteritidis</i> ATCC 13076	Bonne croissance
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bonne croissance
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 14990	Bonne croissance
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Bonne croissance

MOTS CLES

Nutritive 2,8 % avec NaCl / Bactéries sans exigences particulières / Substances nutritives / Milieu.