

Nutritif 1,3 % / Bouillon (avec NaCl)

355-3446
356-4065

DOMAINE D'APPLICATION

Bouillon permettant la croissance des bactéries ne présentant pas d'exigences particulières.

PRINCIPE

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

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

- 9 ml x 25 tubes

code 355-3446

Déshydraté

- 500 g

code 356-4065

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- 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 de lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

| | |
|--------------------|---------|
| Peptone | 5 g |
| Extrait de viande | 1 g |
| Extrait de levure | 2 g |
| Chlorure de sodium | 5 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
- Agitateur de type Vortex
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Pipettes stériles (1 ml,...)
- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751) 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 13 g de poudre dans 1 litre d'eau distillée. Bien mélanger et répartir à raison de 10 ml par tube.

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

Taux de reconstitution : 13 g/l.

500 g de poudre permettent de réaliser 38,4 litres de milieu.

PROTOCOLE

Ce milieu peut être ensemencé selon le but recherché par :

- 1 ml d'échantillon,
- une ôse bouclée ou une pipette Pasteur bouclée préalablement stérilisée à la flamme et trempée dans l'échantillon.

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 24H à 37 °C |
|---|---|
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Bonne croissance |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228 | Bonne croissance |
| <i>Salmonella Enteritidis</i> ATCC 13076 | Bonne croissance |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Bonne croissance |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Bonne croissance |

Nutritif 1,3 % Bouillon (avec NaCl)

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

Nutritif 1,3 % / Bactéries sans exigences particulières / NaCl / Croissance / Bouillon / Milieu.