

Thioglycolate/Bouillon (sans Résazurine)

356-4224

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour les tests de stérilité par la technique de filtration sur membrane ou par la technique d'ensemencement direct.

PRESENTATION

• Déshydraté

500 g

code 356-4224

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- 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

Hydrolysats pancréatique de caséine	15 g
Extrait de levure	5 g
Thioglycolate de sodium	0,5 g
Chlorure de sodium	2,5 g
L-cystine	0,5 g
Glucose	5,5 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 7,1 ± 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 50 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Pipettes stériles (0,1 ml, 1 ml,....)
- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751) ou øse bouclée
- Appareil de filtration
- Membranes filtrantes ($\varnothing = 47$ mm, $\leq 0,45$ μ m)
- Pinces pour manipuler les membranes
- 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 29 grammes de poudre dans 1 litre d'eau distillée. Porter à ébullition jusqu'à dissolution complète.

Répartir en tubes ou flacons et stériliser à l'autoclave à 121 °C \pm 1 °C pendant 15 minutes.

Le milieu doit être utilisé aussitôt après sa préparation, sinon il doit être régénéré au bainmarie bouillant avant usage et refroidi rapidement.

Taux de reconstitution : 29 g/l.

500 grammes de poudre permettent de réaliser 17,2 litres de milieu.

PROTOCOLE

• Préparation des échantillons

A effectuer conformément à la norme du produit concerné.

• Ensemencement et incubation

- Méthode de filtration sur membrane

Prélever la quantité préconisée pour le produit à examiner (la mettre en solution si le produit est solide). Filtrer et introduire la membrane de manière aseptique dans le milieu.

- Méthode par ensemencement direct

Prélever la quantité préconisée pour le produit à analyser et l'introduire dans le milieu.

Dans les deux cas, incuber en anaérobiose : 30 - 35 °C pendant 7 jours pour la recherche de bactéries.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Le temps qui s'écoule entre la fin de la préparation de la solution-mère (ou de la dilution 10⁻¹ dans le cas d'un produit solide) et le moment où les dilutions entrent en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 15 minutes.

- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Thioglycolate/Broth

(sans Résazurine)

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>Clostridium perfringens</i> ATCC 13124	Bonne croissance
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Bonne croissance
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bonne croissance
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6303	Bonne croissance
<i>Clostridium sporogenes</i> ATCC 11437	Bonne croissance
<i>Bacteroides vulgatus</i>	Bonne croissance

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

Thioglycolate sans résazurine / Tests de stérilité / Filtration / Ensemencement direct / Milieu.