

Sabouraud/Bouillon

355-6614
356-4854

DOMAINE D'APPLICATION

Le milieu liquide de Sabouraud est recommandé par la Pharmacopée Française pour les contrôles de stérilité des produits pharmaceutiques.

Ce milieu permet la culture des levures, moisissures et bactéries acidophiles.

PRINCIPE

La croissance des levures et des moisissures est favorisée par la présence de substances nutritives apportées par la peptone pepsique de viande, l'hydrolysate tryptique de caséine. Le glucose est utilisé comme source d'énergie.

PRESENTATION

• Prêt-à-l'emploi

10 ml x 25 tubes

code 355-6614

• Déshydraté

500 g

code 356-4854

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 du lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

Peptone 11 g
Glucose 20 g
Eau distillée 1000 ml
pH (25 °C) final = 6,0 - 6,3

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 125 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables

- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751) ou øse 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 30 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée. Bien mélanger et répartir à raison de 10 ml par tube.

Stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 20 minutes.

Taux de reconstitution : 30 g/l.

500 grammes de poudre permettent de réaliser 16,6 litres de milieu.

PROCOLE

• Ensemencement et incubation

Inoculer la quantité préconisée de l'échantillon à analyser.

Incuber à 20-25 °C pendant 14 jours (technique par ensemencement direct du milieu).

LECTURE ET INTERPRETATION

Les tubes positifs peuvent soit présenter un trouble homogène (ex : Levures), soit rester limpides avec croissance des moisissures.

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 3 à 10 jours à 25 °C
<i>Candida albicans</i> ATCC 26790	Bonne croissance
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Bonne croissance
<i>Candida glabrata</i>	Bonne croissance
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Bonne croissance

Sabouraud/Bouillon

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

Sabouraud / Levures / Moisissures / Produits pharmaceutiques / Glucose / Bouillon / Milieu.