

Milieu gélosé C

(gélose Sabouraud avec glucose)
Sabouraud gélose (XIX)

355-6524
355-6519
356-4494

DOMAINE D'APPLICATION

La gélose de Sabouraud est utilisée pour l'isolement, l'identification et la culture des levures et moisissures à partir de prélèvements peu souillés par les bactéries.

Ce milieu est recommandé par le Codex de la Pharmacopée Française pour les contrôles de stérilité des produits pharmaceutiques.

Equivalent USP 30/NF 25 : Milieu XIX

REFERENCE(S)

• **USP 30/NF 25 US Pharmacopeia and National Formulary (2007)** : Microbial Limit Tests (61) - Microbiological Tests

• **Pharmacopée Européenne 6.0** - Méthodes Biologiques - **2.6.13.** : Contrôle Microbiologique des produits non stériles (Recherche de micro-organismes spécifiés)

PRINCIPE

La croissance rapide des levures et des moisissures est favorisée par la présence des substances nutritives apportées par la peptone et par celle du glucose utilisé comme source énergétique. L'ajout de différents antibiotiques peut être réalisé afin de rendre le milieu inhibiteur vis-à-vis des bactéries.

PRESENTATION

• **Prêt à l'emploi**
8 ml x 25 tubes (incl.)
100 ml x 6 flacons

code 355-6524
code 355-6519

• **Déshydraté**
500 g

code 356-4494

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	10 g
Glucose	40 g
Agar	15 g
Eau distillée	1000 ml
pH _(25°C) final = 5,6 – 6,0	

NB : Des adaptations de la formule ont pu être réalisées afin d'atteindre les critères de performance requis.

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) avecouchons autoclavables
- Flacons de 125 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de pétri stériles (Ø = 90 mm)
- Pipettes stériles (1 ml,...)
- Étaleurs 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 42 grammes de poudre dans 1 litre d'eau distillée.

Chauffer lentement en agitant fréquemment, puis porter à ébullition jusqu'à dissolution complète.

Répartir à raison de 8 ml par tubes ou de 100 ml par flacon, et stériliser à l'autoclave à 121°C pendant 20 minutes.

Taux de reconstitution : 42 g/l

500 grammes de poudre permettent de réaliser 11,9 litres de milieu.

PROTOCOLE

Ensemencement et incubation

Ajouter éventuellement de la Gentamicine ou du Chloramphénicol.

Homogénéiser et couler en boîtes de Petri stériles.

Transférer l'échantillon à analyser et étaler à l'aide d'un étaleur stérile.

Incuber à 32°C ± 1°C pendant 3 à 7 jours.

LECTURE ET INTERPRETATION

Dénombrer séparément les levures et les moisissures dans les boîtes contenant entre 15 et 150 colonies.

PRECAUTION D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

CONTROLE QUALITE

Au regard des travaux préalables à l'harmonisation des pharmacopées actuellement en cours, nous vous recommandons de vous reporter aux certificats de contrôle pour connaître les modalités mise en œuvre pour le contrôle de la qualité (performance et sélectivité) des milieux de culture fabriqués par Bio-Rad.

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/Isolement/
Identification/Culture/Gélose/Glucose/Milieu