

## Sabouraud/Gélose

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.

### 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 (inclinés)

- 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 du 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

### 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

### (suite)

- Agitateur-homogénéisateur
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Flacons de 125 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de pétri stériles (Ø= 90 mm)
- Pipettes stériles (1 ml,...)
- 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 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 boîte 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.

# Sabouraud/Gélose

## PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 24-48 H à 30-35 °C
<i>Candida albicans</i> ATCC 26790	Bonne croissance, blanc
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Bonne croissance, blanc
<i>Candida glabrata</i>	Bonne croissance, blanc

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 7 jours à 30-35 °C et 7 jours à 20-25 °C
<i>Trichophyton rubrum</i>	Bonne croissance Dessus duveteux, revers pigmenté en rouge brun
<i>Trichophyton violaceum</i>	Bonne croissance Pigment violet
<i>Epidermophyton floccosum</i>	Bonne croissance Poudreux, brun Revers brun clair
<i>Microsporum canis</i>	Bonne croissance Dessus duveteux chamois Revers jaune orangé

## 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 / Isolement / Identification / Culture / Gélose / Glucose / Milieu.