

Sabouraud + Chloramphénicol + Gentamicine/Gélose

356-3774
355-6594

DOMAINE D'APPLICATION

La gélose de Sabouraud additionnée de Chloramphénicol et de Gentamicine est recommandée pour l'isolement de toutes les espèces de levures et autres champignons à partir de prélèvements contaminés.

PRINCIPE

La croissance des levures et moisissures est favorisée par la présence des substances nutritives apportées par la peptone et celle du glucose.

La Gentamicine et le Chloramphénicol permettent d'inhiber la plupart des bactéries.

PRESENTATION

• Pré-coulé

90 mm x 20 boîtes

code 356-3774

• Prêt à l'emploi

8 ml x 25 tubes (incl.)

code 355-6594

FORMULE THEORIQUE

Peptone	10 g
Glucose	20 g
Chloramphenicol	0,5 g
Gentamicine	0,04 g
Agar	12 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25 °C) final = 5,8 ± 0,2	

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Pré-coulé : à + 2 - 20 °C
- Prêt à l'emploi: à + 2 - 25 °C
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Pipettes stériles (0,1 ml,....)
- Pipettes Pasteur stériles ou ôses bouclées
- Etaleurs stériles
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Tout matériel courant d'un laboratoire

PROTOCOLE

• Inoculation et incubation

Transférer 0,1 ml de l'échantillon à analyser ou de ses dilutions décimales sur une boîte de milieu Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicine. Etaler et laisser sécher.
Incuber à 32 °C pendant 3 à 7 jours.

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 24-48H 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 24-48H à 35-38 °C
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inhibition
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Inhibition

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 + Chloramphénicol + Gentamicine / Levures / Moisissures / Isolement / Glucose / Milieu.