

Sabouraud + Chloramphénicol/Gélose

355-6599
356-4644

DOMAINE D'APPLICATION

La gélose Sabouraud chloramphénicol (Sabouraud Chloramphenicol Agar) est recommandée pour l'isolement sélectif des levures et des champignons filamenteux (Dermatophytes et moisissures) à partir de prélèvements biologiques présentant une flore polymicrobienne fongique et bactérienne.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

100 ml x 6 flacons

code 355-6599

Déshydraté

500 g

code 356-4644

FORMULE THEORIQUE

Peptone Chapoteaut	10 g
Glucose massé	20 g
Chloramphénicol	0,2 g
Agar	15 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25 °C) final = 6,0 ± 0,2	

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : + 2 - 25 °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.

PROTOCOLE

• Ensemencement et incubation

Réaliser un isolement de l'échantillon à analyser ou de ses dilutions décimales sur la gélose Sabouraud + Chloramphénicol. Incuber à 32 °C pendant 3 à 7 jours.

PRECAUTION D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

UTILISATION

Le chloramphénicol inhibe la plupart des contaminants bactériens.

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
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Bonne croissance
<i>Candida glabrata</i>	Bonne croissance

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

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

Sabouraud + Chloramphénicol/Gélose

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 / levure / champignons filamenteux / flore polymicrobienne / Milieu.