

# Sabouraud + Chloramphénicol + Gentamicine + Tétrazolium/Gélose

356-3734

## DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour l'isolement et une orientation de l'identification des levures à partir de tout prélèvement.

## PRINCIPE

La base Sabouraud est riche et permet une croissance rapide des levures. Le mélange sélectif Gentamicine, Chloramphencol évite les contaminations bactériennes susceptibles de gêner la lecture des colonies de levures.

La réduction plus ou moins prononcée du chlorure de triphenyltétrazolium permet de caractériser des morphotypes particuliers à certaines espèces de levures.

## PRESENTATION

### Prêt à l'emploi

- 20 boîtes x 90 mm

code 356-3734

## FORMULE THEORIQUE

Peptone	10 g
Glucose	20 g
Cloramphénicol	0,5 g
Gentamicine	0,04 g
Tétrazolium	0,1 g
Agar	12 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 4,5 ± 0,2	

## CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : à + 2 - 8 °C
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

## PROTOCOLE

### Ensemencement et incubation

Le milieu est directement ensemencé avec le prélèvement. L'isolement se fait par stries à l'aide d'une pipette Pasteur stérile.

Incuber à 32 °C pendant 3 à 7 jours.

## LECTURE ET INTERPRETATION

Dès que les colonies se sont bien développées (24 - 48 heures), noter le degré de réduction du Tétrazolium.

## 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 Colonies blanc-rosées
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Bonne croissance Colonies violettes
<i>Candida krusei</i>	Bonne croissance Colonies blanc-rosées
<i>Candida pseudotropicalis</i> CIP 513.56	Bonne croissance Colonies roses
<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 + Tétrazolium / Levures / Isolement / Identification / Tout prélèvement / Milieu.