

## Sabouraud + Actidione Chloramphénicol/Gélose

355-6559  
356-4634

### DOMAINE D'APPLICATION

La gélose de Sabouraud additionnée d'Actidione et de Chloramphénicol est recommandée pour l'isolement des Dermatophytes et autres champignons pathogènes à partir des prélèvements particulièrement souillés.

### PRESENTATION

#### Prêt à l'emploi

100 ml x 6 flacons

code 355-6559

#### Déshydraté

500 g

code 356-4634

### FORMULE THEORIQUE

Peptone Chapoteaut	10 g
Glucose massé	20 g
Actidione (cycloheximide)	0,5 g
Chloramphénicol	0,5 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 + Actidione + 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.

L'actidione inhibe la croissance de certains champignons (*Candida krusei*, *Candida tropicalis*, *Fusarium*, *aspergillus fumigatus*, etc...) et n'a pas d'action sur les champignons pathogènes suivants, que l'on peut isoler sur ce milieu :

Tous les Dermatophytes;  
Toutes les *Candida* (sauf *C. tropicalis*, *C. krusei*, *C. pelliculosa*);  
*Sporotrichum schenckii*;  
*Histoplasma capsulatum*;  
*Blastomyces dermatisis*;  
*Coccidioides immitis*;  
*Geotrichum candidum*;  
*Trichophyton mentagrophytes*;  
*Trichophyton rubrum*;  
*Epidermophyton floccosum*, etc.

Toutefois, ce milieu ne permet pas l'isolement de *Cryptococcus neoformans* et de *Monosporium apiospermum*.

### PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturelles 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 blanches
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	Inhibition
<i>Candida glabrata</i>	Inhibition

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>Microsporium canis</i>	Bonne croissance Dessus duveteux chamois Revers jaune orangé
<i>Fusarium</i>	Inhibition

## Sabouraud + Actidione Chloramphénicol/Gélose

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 + actidione + chloramphénicol / Dermatophytes / Prélèvements souillés / Milieu.