

## Casitone / Gélose

355-5813

### DOMAINE D'APPLICATION

Le milieu Casitone est utilisé pour l'étude de l'activité des antifongiques par la méthode des disques. Seule, la fluorocytosine doit être testée sur le milieu semi-synthétique pour antifongigramme.

### PRESENTATION

- Prêt à l'emploi  
15 ml x 25 tubes

code 355-5813

### CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- + 2 - 8 °C
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement.

### FORMULE THEORIQUE

Casitone	9 g
Extrait de levure	5 g
Citrate de sodium trisodique	10 g
Phosphate disodique	1 g
Phosphate monosodique	1 g
Glucose purifié au charbon	10 g
Agar	20 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 6,6 ± 0,2	

### PROTOCOLE

Le volume de répartition est de 15 ml pour une boîte de 90 mm de diamètre.  
Méthode: => Se reporter au chapitre "Antibiogramme".

### 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 :

(Voir tableau ci-contre)

### 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.

MICRO-ORGANISMES	diamètre d'inhibition en (mm) en 24-48H à 32 °C
<i>Candida albicans</i> SDP 3153A	Nystatine: 16-25 Ampho B: 17-22 Econazole: 23-33 Clotrimazole: 18-28 Miconazole: 18-25
<i>Candida albicans</i> SDP 41 R 5FC	Nystatine: 17-26 Ampho B: 17-22 Econazole: 25-35 Clotrimazole: 18-30 Miconazole: 20-30

### MOTS CLES

Casitone / Disques / Antifongigramme / Fluorocytosine / Milieu.

### BIBLIOGRAPHIE

• **REGLI P., FERRARI H., GOUDARD M. et BUFFARD Y. (1982)** : Intérêt du milieu Casitone pour l'étude de la sensibilité in vitro des champignons levuriformes aux antifongiques dérivés de l'imidazole, Bull. Soc. Franç. Mycol. Méd., 11 : 359-362.

• **DROUHET E., et DUPOND B. (1978)** : Antibiogramme des champignons aux antifongiques. Bull. Soc. Franç. Mycol. Méd.: 165-170.