

## Semi-Synthétique/Gélose

355-5812

**DOMAINE D'APPLICATION**

Le milieu Semi-Synthétique est utilisé pour l'étude de l'activité de la 5-fluorocytosine par la méthode des disques (diffusion en gélose).

**PRESENTATION****Prêt à l'emploi**

15 ml x 25 tubes

**code 355-5812****CONSERVATION/VALIDITE/LOT**

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

**FORMULE THEORIQUE**

Asparagine	1,5 g
L-Histidine	10 mg
DL Méthionine	20 mg
DL Tryptophane	20 mg
Sulfate d'ammonium	3,5 g
Gélose purifiée	10 g
Phosphate de potassium	1 g
Sulfate de magnésium	0,5 g
Chlorure de sodium	0,1 g
Vitamines : Biotine	10 <sup>-6</sup> g
Thiamine	10 <sup>-6</sup> g
Pantothénate de calcium	10 <sup>-6</sup> g
Pyridoxine	10 <sup>-6</sup> g
Acide nicotinique	10 <sup>-6</sup> g
Inositol	10 <sup>-5</sup> g
Solution d'oligo-éléments (de Berthelot)	10 gouttes
Agar	20 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25 °C) final = 7,3 ± 0,2	

**UTILISATION**

Le volume de répartition est de 15 ml pour une boîte de 90 mm de diamètre.

**Méthode:**

Se reporter au chapitre « Antibiogramme ».

**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**

Semi-synthétique / Diffusion / Disques / Antibiogramme / 5-fluorocytosine / Milieu.

**BIBLIOGRAPHIE**

**DROUHET E., DUPONT B. (1978)** : Antibiogramme des champignons aux antifongiques, Bull. Soc. Franç. Mycol. Méd, 7, 165-170.