

## Blastèse / Gélose

355-5844

### DOMAINE D'APPLICATION

Le milieu pour Blastèse permet la production de "tubes germinatifs" caractéristiques de *Candida albicans* (98 % des souches).

### NB:

*C. stellatoidea* peut également présenter ce caractère.

### PRESENTATION

- Prêt à l'emploi
- 1,5 ml x 25 tubes

code 355-5844

### CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

### FORMULE THEORIQUE

Milieu synthétique liquide.

$$\text{pH (25°C) final} = 6,8 \pm 0,1$$

### PROCOLE

Ensemencer en surface le milieu pour Blastèse. L'inoculum doit être suffisant pour donner un très léger trouble dans le milieu. L'observation des tubes germinatifs se fait au microscope, entre lame et lamelle, après incubation de 3-4 heures à 37 °C ( $\pm 1$  °C).

### PRECAUTION D'EMPLOI

- Ne pas confondre germination et début de filamentation.
- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

### PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturales sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

MICRO-ORGANISMES	Production de tubes Germinatifs après 3 - 4 h d'incubation à 37 °C	
	T0	T + 3h
<i>Candida albicans</i> ATCC 2091	-	+
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	-	+
<i>Candida tropicalis</i> ATCC 750	-	-

### 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

Blastèse / *Candida* / Eaux / Produits alimentaires / Milieu.