

## P.C.B./Gélose (Pomme de terre - Carotte - Bile)

355-5834

### DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour l'identification des levures du genre *Candida* en particulier de l'espèce *Candida albicans*.

### PRINCIPE

La croissance des levures du genre *Candida* est favorisée par les substances nutritives. Le milieu est rendu inhibiteur vis à vis des bactéries et de certaines levures par la bile de boeuf.

### PRESENTATION

#### • Prêt à l'emploi

8 ml x 25 tubes

code 355-5834

### CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

### FORMULE THEORIQUE

Carottes épluchées et râpées	20 g
Pommes de terre épluchées et râpées	20 g
Bile de boeuf	150 g
Agar	25 g
Eau distillée	1000 ml

pH (25°C) final = 6,8 ± 0,2

### AUTRE(S) PRODUIT(S) NECESSAIRE(S) (NON FOURNI(S))

- Diluant(s)

### MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI) (liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Pipettes stériles (code 355-0751) ou øse bouclée
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Tout matériel courant d'un laboratoire

### PROTOCOLE

#### • Ensemencement et incubation

A partir d'une gélose Sabouraud glucosée (code 356-4494) incubée pendant 24 à 48 heures à 37 °C, prélever une colonie présumée du genre *Candida* et la repiquer en faisant quelques stries dans le fond du tube, puis une strie terminale légèrement en profondeur. Incuber à 27 °C ± 1 °C pendant 24 à 48 heures.

### LECTURE ET INTERPRETATION

Rechercher au microscope les chlamydospores de *Candida albicans* dans les zones filamenteuses développées.

En cas d'absence, repiquer à nouveau sur milieu P.C.B. et incubé à 27 °C pendant 48 heures.

Si l'observation est toujours négative, la détermination de l'espèce de *Candida* se fait par la technique de l'auxanogramme et de la fermentation des sucres.

### PRECAUTION D'EMPLOI

- Le temps qui s'écoule entre la fin de la préparation de la solution-mère (ou de la dilution 10<sup>-1</sup> dans le cas d'un produit solide) et le moment où les dilutions entrent en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 15 minutes.

- 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 après 48 – 72 H à température ambiante (*)
<i>Candida albicans</i> ATCC 2091	Culture positive et production de chlamydospores
<i>Candida krusei</i>	Culture positive, pas de chlamydospores

(\*) optimum 27 °C

### 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.

## P.C.B./Gélose

(Pomme de terre - Carotte - Bile)

### MOTS CLES

P.C.B. (Gélose) / *Candida albicans* /  
Identification / Milieu.

### BIBLIOGRAPHIE

- **DROUHET E. - VIEU-COUTEAU M. (Décembre 1957)** : Biologie des infections à *Candida*. Diagnostic de laboratoire, Sem. Hôp. Paris.
- **PAVLATOU M. - MARCELOU U. (1956)** : Milieu favorisant la formation de chlamydo-spores de *Candida albicans*. Annales de l'Institut Pasteur 91: 410.