

# Schaedler/Gélose

# 356-9624

## DOMAINE D'APPLICATION

Milieu non sélectif utilisé pour la culture des anaérobies particulièrement exigeantes lors du contrôle des produits alimentaires.

## PRINCIPE

La croissance de la plupart des bactéries anaérobies est favorisée par les substances nutritives apportées par la polypeptone et le bouillon trypto-caséine-soja, les facteurs vitaminiques de l'extrait de levure et le glucose utilisé comme source énergétique.

## PRESENTATION

### Déshydraté

500 g

code 356-9624

## FORMULE THEORIQUE

Polypeptone	5 g
Bouillon trypto-caséine-soja	10 g
Extrait de levure	5 g
Tampon tris	3 g
L-cystine	0,4 g
Hémine	0,01 g
Glucose	5 g
Agar	13,5 g
Eau distillée	1000 ml

pH (25°C) final = 7,6 ± 0,2

## CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- 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.

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

- Diluant(s)
- Eau distillée

## MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Flacons de 125 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751) ou ôse bouclée
- Bain-marie avec une précision de ± 1 °C

## (suite)

- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C.
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire

## PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

### Toujours agiter avant chaque utilisation

Dissoudre 42 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée, mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène.

Chauffer lentement, en agitant fréquemment, puis porter à ébullition jusqu'à dissolution complète.

Répartir à raison de 100 ml par flacon et stériliser à l'autoclave à 121 °C ± 1 °C pendant 15 minutes.

### Taux de reconstitution : 42 g/l.

**500 grammes de poudre permettent de réaliser 11,9 litres de milieu.**

## PROTOCOLE

### Ensemencement et incubation

Au moment de l'emploi, il est possible d'ajouter au milieu stérile et refroidi entre 44 - 47 °C :

- 0,005 % de vitamine K3 en solution stérile
- 5 % de sang de mouton ou de cheval
- des mélanges sélectifs éventuels.

Incuber à 37 °C pendant 18 à 48 heures dans des conditions optimales de développement (aéro/anaérobiose) pour les germes recherchés.

## LECTURE ET INTERPRETATION

Les colonies observées sur ce milieu seront identifiées à l'aide de milieux appropriés.

## PRECAUTIONS 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 sont en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 15 minutes.
- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

# Schaedler/Gélose

## PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 24 - 72h à 37 °C en anaérobiose *
<i>Clostridium perfringens</i> ATCC 12924	Positive
<i>Fusobacterium nucleatum</i> CIP 101130	Positive
<i>Bacteroides fragilis</i> ATCC 25285	Positive
<i>Peptococcus magnus</i> ATCC 19456	Positive
<i>Propionibacterium acnes</i> CIP 6042	Positive
<i>Peptostreptococcus anaerobius</i> CIP 602	Positive

\* + 5 % de sang de cheval.

## 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

Schaedler / Anaérobies / Produits alimentaires / Contrôles / Milieu.

## BIBLIOGRAPHIE

- **STALONS, D.R., TYHORNSBERRY, C., DOWELL, V.R. (1974)** : Effect of culture medium and carbon dioxide concentration on growth of anaerobic bacteria commonly encountered in clinical specimens. Applied Microbiology 27 : 1098.
- **SCHAEDLER, R.W., DUBOS, R., COSTELLO, R. (1965)** : The development of the bacterial flora in the gastrointestinal tract of mice. Journal of Experimental Medicine 122: 59.