

E.M.B. Teague/Gélose (Eosine Méthylène Bleu)

355-4217
356-4374

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour l'isolement des Entérobactéries favorisant le développement des coliformes.

PRINCIPE

Le principe du milieu repose sur l'aptitude des Entérobactéries à fermenter ou non le lactose et/ou le saccharose.

Le milieu est rendu inhibiteur vis-à-vis des autres bactéries par l'éosine et le bleu de méthylène.

PRESENTATION

Prêt à l'emploi

200 ml x 6 flacons

code 355-4217

Déshydraté

500 g

code 356-4374

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : + 2 - 8 °C à l'obscurité.
- 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.

FORMULE THEORIQUE

Peptone bactériologique	10 g
Phosphate dipotassique	2 g
Lactose	5 g
Saccharose	5 g
Eosine	400 mg
Bleu de méthylène	65 mg
Agar	12 g
Eau distillée	1000 ml

pH (25°C) final = 7,2 ± 0,2

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 100 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Boîtes de Pétri stériles (Ø = 90 mm)
- Pipettes Pasteur stériles (code 355-0751)

- Bains-marie avec une précision de ± 1 °C
- 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 34,5 grammes de poudre dans 1 litre d'eau distillée.

Attendre 5 minutes, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène.

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

Répartir en flacons de 100 ml, puis stériliser à l'autoclave à 121°C ± 1°C pendant 15 minutes.

N.B. : Le milieu peut prendre des teintes variables par suite de la réduction du bleu de méthylène. Une fois coulé en boîte, il reprend en refroidissant sa coloration pourpre foncé définitive.

Taux de reconstitution : 34,5 g/l.

500 grammes de poudre permettent de réaliser 14,4 litres de milieu.

PROTOCOLE

• Ensemencement et incubation

Après ensemencement en stries de l'inoculum à l'aide d'une öse bouclée ou d'une pipette Pasteur bouclée préalablement stérilisée à la flamme, incuber les boîtes de Pétri à l'étuve à 37°C ± 1°C pendant 24 heures.

LECTURE ET INTERPRETATION

Escherichia coli : Colonies de 2 à 3 mm, plates, violet très foncé avec généralement un reflet métallique.

Klebsiella, Enterobacter : Grosses colonies convexes de couleur rosé, parfois muqueuse (*Klebsiella*) et tendance à confluer.

Citrobacter : Colonies violet pâle, avec un centre et un reflet métallique peu marqués en général.

Proteus : Petites colonies grisâtres.

Salmonella, Shigella, Providencia, Serratia, Hafnia : Petites colonies grisâtres de 1 à 2 mm de diamètre.

E.M.B. Teague/Gélose

(Eosine Méthylène Bleu)

Pseudomonas aeruginosa : Colonies plates à contour irrégulier de 2 à 5 mm de diamètre.

Enterococcus faecalis : Petites colonies opaques, grises.

MOTS CLES

E.M.B. / Entérobactéries / Coliformes / Dénombrement / Isolement / Fermentation / Lactose / Saccharose / NPP / Milieu.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Le temps qui s'écoule entre la fin de la préparation de la solution mère (ou de la dilution 10^{-1} 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 en 24H à 37 °C
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bonne croissance Colonies mordorées
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Bonne croissance Sucres +
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Bonne croissance Sucres +, muqueuses
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Bonne croissance Sucres -
<i>Salmonella Typhimurium</i> ATCC 14028	Bonne croissance Sucres -
<i>Shigella sonnei</i> ATCC 25931	Bonne croissance Sucres -
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Culture faible ou nulle

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.