

Trypto-Caséine-Soja/Bouillon

355-3454
356-4144

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour la recherche des bactéries aéro-anaérobies lors de l'analyse des produits alimentaires et lors des contrôles de stérilité et du contrôle de la contamination microbienne dans des produits non obligatoirement stériles de la Pharmacopée.

REFERENCES NORMATIVES

MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS

• **NF EN ISO 11290-1/A1 (Février 2005)** : Microbiologie des aliments – Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de *Listeria monocytogenes* – Partie 1: méthode de recherche (IC : V 08-028-1/A1).

• **NF EN ISO 11290-2/A1 (Février 2005)** : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de *Listeria monocytogenes* - Partie 2 : méthode de dénombrement. (IC : V 08-028-2/A1).

• **XP V 08-062 (Octobre 2000)** : Microbiologie des aliments - Méthode de dénombrement de *Listeria monocytogenes* - Méthode de routine (IC : V 08-062).

• **FIL 143A (1995)** : Lait et produits laitiers – Recherche de *Listeria monocytogenes*.

• **NF EN ISO 16654 (Juillet 2001)** : Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour la recherche des *Escherichia coli* O157.

PRINCIPE

La croissance de la plupart des bactéries aéroanaérobies est favorisée par la présence des substances nutritives apportées par l'hydrolysate trypsique de caséine et la peptone de soja, et par le glucose utilisé comme source énergétique.

PRESENTATION

• **Prêt à l'emploi**
10 ml x 25 tubes

code 355-3454

• **Déshydraté**
500 g

code 356-4144

FORMULE THEORIQUE

Hydrolysate pancréatique de caséine	17 g
Peptone de soja	3 g
Chlorure de sodium	5 g
Phosphate de potassium	2,5 g
Glucose	2,5 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 7,3 ± 0,2	

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : + 15 - 25 °C
- Déshydraté : + 15 - 25 °C, flacon soigneusement fermé dans un endroit frais et sec.
- La date de péremption et le numéro de 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
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Flacons de 125 ml en Pyrex avec bouchons autoclavables
- Bain-marie avec une précision de ± 1 °C
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire

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 sont en contact avec le milieu de culture ne doit pas dépasser 15 minutes.
- Ne pas agiter violemment le milieu régénéré pour éviter toute ré-oxygénation de celui-ci.
- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

Trypto-Caséine-Soja/Bouillon

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation

Dissoudre 30 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 10 ml par tube ou 100 ml par flacon et stériliser à l'autoclave à 121°C ± 1°C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 30 g/l.

500 grammes de poudre permettent de réaliser 16,6 litres de milieu.

PROTOCOLE

• Préparation des échantillons

A effectuer conformément à la norme ou aux recommandations du produit concerné.

• Ensemencement et incubation

Ensemencer la quantité préconisée du produit à analyser et incubé à 37°C ± 1°C pendant 14 jours.

L'addition d'agar (0,5 à 1 g/l) permet d'obtenir, dans ce milieu, la croissance des bactéries anaérobies telles que *Clostridium perfringens*.

Le milieu doit alors obligatoirement être régénéré avant usage. Ce milieu peut également être utilisé pour les hémocultures et l'étude de la sensibilité des bactéries aux antibiotiques par la méthode des dilutions.

LECTURE ET INTERPRETATION

Les tubes contenant un trouble microbien seront considérés comme positifs.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes
	En 5 jours à 20-25°C
<i>Aspergillus niger</i> ATCC 16404	Bonne croissance
<i>Bacillus subtilis</i> ATCC 6633	Bonne croissance
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Bonne croissance
	En 3 jours à 30-35°C
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	Bonne croissance

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

Trypto-Caséine-Soja / Bactéries aéro-anaérobies / Produits alimentaires / Contrôles de stérilité / Croissance / Milieu.