

LSB /Bouillon (Listeria Special Broth)

355-5703
355-5793
356-4703
356-4753

DOMAINE D'APPLICATION

Bouillon sélectif pour l'enrichissement de *Listeria monocytogenes* et des autres espèces de *Listeria* lors de leur recherche dans les produits alimentaires et dans les échantillons de l'environnement dans le cadre des méthodes iQ-Check™ *Listeria monocytogenes* et iQ Check *Listeria spp.*

PRINCIPE

Le mélange de peptone et l'extrait de levure apportent les éléments nutritifs nécessaires à la croissance des *Listeria*.

La présence d'un tampon adéquate permet le maintien du pH et une bonne récupération des *Listeria*.

Le mélange sélectif rend le bouillon inhibiteur vis-à-vis de la majorité de la flore connexe.

PRESENTATION

- **Prêt à l'emploi**
225 ml x 6 flacons
5 l x 2 poches

code 355-5703
code 355-5793

- **Déshydraté**
500g
5 kg

code 356-4703
code 356-4753

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

FORMULE

Milieu de base

Mélange de Peptone	15 g
Extrait de levure	5 g
Tampon	22,2 g
Citrate de fer III	0,5 g
Mélange sélectif	8 g
Eau distillée	1000 ml

pH (25°C) final = 7,2 ± 0,2

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

(liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Pipettes stériles
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Agitateur de type Vortex
- Autoclave

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation

Dissoudre 50,7 grammes de poudre dans 1 litre d'eau distillée. Agiter jusqu'à l'obtention d'une solution homogène.

Répartir en flacon. Stériliser 15 minutes à 110°C à l'autoclave.

PROTOCOLE

• Préparation des échantillons

A effectuer conformément à la norme du produit concerné.

• Enrichissement

A effectuer conformément à la norme du produit concerné.

Pour la recherche de *Listeria monocytogenes* ou de *Listeria spp.* dans 25 g (ou 25 ml) d'échantillon, peser aseptiquement 25 g d'échantillon à analyser et ajouter 225 ml de bouillon LSB.

Incuber pendant 22 heures ± 2h à 30 °C.

• Recherche de *Listeria monocytogenes* ou *Listeria spp* par les méthodes iQ-Check™

Se reporter à la notice de chacune des méthodes

PRECAUTIONS D'EMPLOI



Attention le produit déshydraté contient des composés représentant un danger. Se reporter à la fiche de données de sécurité et au packaging.

-Le milieu peut présenter un aspect blanchâtre sur les parois. Il conserve cependant toutes ses qualités.

- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

PERFORMANCES / CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturales sont contrôlées à l'aide de souches spécifiques. Se reporter au certificat de contrôle de chaque produit et de chaque lot.

CONTROLE QUALITE DU FABRIQUANT

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

LSB / Listeria / Produits Alimentaires / Enrichissement / Recherche / Bouillon.

BIBLIOGRAPHIE

- **CURTIS G.D.W., MITCHELL R.G., KING A.F. and GRIFFIN E.J. (1989)** : Letters in Applied Microbiology. 8: 95-98.
- **CURTIS G.D.W., NICHOLS W.W. and FALLA T.J. (1989)**: Letters in Applied Microbiology. 8: 169-172.
- **LOVETT J., FRANCIS D.W. and HUNT J.M. (1987)**: Journal of Food Protection. 50: 188-192
- **PRENTICE G.A. and NEAVES P. (1988)** Bulletin of the International Dairy Federation. 223.
- **VAN NETTEN P., VAN DE VEN A., PERALES I. and MOSSEL D.A.A. (1988)**: International Journal of Food Microbiology. 6: 187-198.