

Test Rhamnose

Code 355-3669

DOMAINE D'APPLICATION

Le Test Rhamnose est un bouillon utilisé pour mettre en évidence la fermentation du rhamnose chez les *Listeria* capable d'assimiler ce sucre : *Listeria monocytogenes*, *Listeria innocua*, *Listeria welshimeri*.

Dans le cadre de la méthode RAPID'*L.mono*, certifiée NF VALIDATION par AFNOR certification selon le protocole EN ISO 16140, il peut être utilisé comme test de confirmation de *Listeria monocytogenes*.

NF VALIDATION par AFNOR CERTIFICATION selon le protocole EN ISO 16140

La méthode RAPID'*L.Mono* est certifiée NF VALIDATION comme méthode alternative à la norme de référence NF EN ISO 11290-1, selon le protocole ISO 16140, pour la recherche des *Listeria monocytogenes* et des autres *Listeria spp* pour tous produits d'alimentation humaine et pour les échantillons d'environnement.

La date de fin de validité de l'attestation est : 15/09/2014



BRD 07/04 - 09/98
METHODES ALTERNATIVES D'ANALYSES POUR
L'AGROALIMENTAIRE
Certifié par AFNOR Certification
www.afnor-validation.com

La méthode RAPID'*L.Mono* est aussi certifiée NF VALIDATION comme méthode alternative à la norme de référence NF EN ISO 11290-2, selon le protocole ISO 16140, pour le dénombrement des *Listeria monocytogenes* pour tous produits d'alimentation humaine et pour les échantillons d'environnement.

La date de fin de validité de l'attestation est : 28/09/2013



BRD 07/05 - 09/01
METHODES ALTERNATIVES D'ANALYSES POUR
L'AGROALIMENTAIRE
Certifié par AFNOR Certification
www.afnor-validation.com

PRINCIPE

Le Test Rhamnose est un bouillon comprenant une base nutritive (peptones), du Rhamnose et un indicateur de pH. La fermentation du Rhamnose est mise en évidence par le virage de l'indicateur de pH du violet au jaune.

PRESENTATION

Prêt-à-l'emploi

- 1 ml x 28 Tubes **code 355-3669**

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

FORMULE THEORIQUE

Peptones 11 g
Chlorure de sodium 5 g
Indicateur de pH 20 mg
Rhamnose 5 g
Eau distillée 1000 ml

pH final (25°C) = 6,7 ± 0,2

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

- Bouillon FRASER ½ :
6 flacons de 225 ml **(ex. code 355-5797)**
5 poches de 2,3L **(ex. code 355-5788)**
Déshydraté (base) : 500 g **(ex. code 356-4604)**
Supplément sélectif lyophilisé : Coffret de 10 flacons **(ex. code 356-4616)**
- Gélose RAPID'*L.mono*
90 mm x 20 boîtes **(ex. code 356-3694)**
90 mm x 100 boîtes **(ex. code 356-3693)**
Prêt à l'emploi : 1 coffret **(ex. code 355-5294)**

PROTOCOLE

- Pour la confirmation de *Listeria monocytogenes*
cf. fiche technique RAPID'*L.mono*

Le test peut être réalisé soit :

- Directement à partir d'une colonie bleue, caractéristique de *L. monocytogenes* isolée sur RAPID'*L.mono*
- A partir d'un repiquage d'une colonie bleue caractéristique de *L. monocytogenes* sur RAPID'*L.mono*., réisolée sur TSAYE ou Gélose au sang.

Test Rhamnose

- Prélever aseptiquement la totalité de la colonie à l'aide d'une öse.
- Transférer la colonie dans un tube de Test Rhamnose.
- Bien agiter l'öse de manière à mettre en suspension la totalité de la colonie.
- Agiter au vortex.
- Incuber les tubes à 37°C (+/-1°C) pendant 6-24 heures.

Lecture

La formation d'une coloration jaune indique une réaction positive.

Notes

- Dès l'observation d'un virage au jaune, le résultat est considéré comme positif, même avant 6 heures d'incubation.
- L'incubation peut être prolongée jusqu'à 72 heures soit à température ambiante soit à 37°C sans affecter le résultat du test.
- L'utilisation de cette confirmation évite d'avoir à ré-incuber la gélose RAPID'*L. mono* 24h de plus, pour différencier *Listeria monocytogenes* de *Listeria ivanovii*.
- Les colonies à confirmer doivent être de taille suffisante.
- La couleur initiale du test Rhamnose est violette. Une fois inoculé la couleur peut évoluer vers le violet pâle, violet grisé ou encore violet rosé pour une réponse négative et la couleur commence par être violet orangé avant de devenir orange puis jaune pour une réponse positive. En cas de doute sur le changement de couleur du test, il faut prolonger le temps d'incubation (ne pas dépasser 72h d'incubation).

INTERPRETATION DES RESULTATS

Aspect de la colonie sur gélose RAPID' <i>L. mono</i>		Test Rhamnose	Identification
Couleur de la colonie	Halo jaune		
Bleu	-	+	<i>L. monocytogenes</i>
Bleu	+ ou -	-	<i>L. ivanovii</i>

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Les précautions d'usage relatives à la manipulation de produits potentiellement contaminés, dans un laboratoire de microbiologie doivent être observées.
- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire (EN ISO 7218).

CONTROLE QUALITE

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.

MICRO-ORGANISMES	Aspect du tube après 6 heures d'incubation à 37 °C	
	Couleur	Résultat
<i>Listeria monocytogenes</i> ATCC 13932	Jaune	+
<i>Listeria ivanovii</i> ATCC 19119	Violet	-

MOTS CLES

Test Rhamnose / RAPID'*L. mono* / *Listeria* / *Listeria monocytogenes* / Confirmation / Produits alimentaires/Environnement.