

RVS / Bouillon (pour l'Analyse de l'Environnement et Contrôle Qualité) (Rappaport Vassiliadis Soja)

355-5773
356-4324

DOMAINE D'APPLICATION

Bouillon d'enrichissement sélectif utilisé pour la recherche des *Salmonelles* dans les produits pharmaceutiques.

REFERENCE(S)

MICROBIOLOGIE PHARMACEUTIQUE

- **ICH : International Conference on Harmonization.** *Salmonella* - Detection

PRINCIPE

La croissance des *Salmonelles* est favorisée par les substances nutritives apportées par la peptone de soja.

Le milieu est rendu inhibiteur vis-à-vis des autres bactéries par la forte concentration en magnésium et le vert malachite, la température d'incubation élevée et le pH bas.

PRESENTATION

- **Prêt à l'emploi**

10 ml x 25 tubes

code 355-5773

- **Déshydraté**

500 g

code 356-4324

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 de soja	4,50 g
Chlorure de sodium	7,20 g
<i>Di</i> -hydrogénophosphate de potassium	1,26 g
Hydrogénophosphate <i>di</i> -potassium	0,18 g
Chlorure de magnésium anhydre	13,4 g
Oxalate de vert de Malachite	36 mg
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 5,2 ± 0,2	

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

- Eau distillée
- Diluant(s)

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

(liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Tubes à essais (16x160 mm) avec bouchons autoclavables
- Pipettes stériles (0,1 ml,...)
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 0,5°C
- Autoclave

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation.

Dissoudre 26,8 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée. Attendre 5 minutes. Mélanger jusqu'à l'obtention d'une suspension homogène. Chauffer lentement, en agitant fréquemment, puis porter à ébullition jusqu'à dissolution complète. Répartir 10 ml par tube et stériliser à l'autoclave à 115 ± 1°C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 26,8 g/l

500 grammes de poudre permettent de réaliser 18,6 litres de milieu RVS.

PROTOCOLE

• Préparation des échantillons

A effectuer conformément à la norme du produit concerné.

• Pré-enrichissement non sélectif

A effectuer conformément à la norme du produit concerné.

• Ensemencement et incubation

Transférer 0,1 ml du milieu de pré-enrichissement dans un tube contenant 10 ml de milieu de Rappaport-Vassiliadis Soja (RVS). Incuber à 41,5 ± 0,5°C pendant 24 h. Prolonger l'incubation 24 heures, si nécessaire.

• Isolement et incubation

Après incubation, effectuer l'isolement sur milieux sélectifs appropriés, puis procéder à l'identification s'il y a présence de colonies suspectes de *Salmonella* selon la procédure décrite dans la norme.

RVS / Bouillon

(Rappaport Vassiliadis Soja)

PRECAUTION D'EMPLOI

- Le milieu est très hygroscopique et doit être protégé de l'humidité.
- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

CONTROLE QUALITE

Au regard des travaux préalables à l'harmonisation des pharmacopées actuellement en cours, nous vous recommandons de vous reporter aux certificats de contrôle pour connaître les modalités mises en œuvre pour le contrôle de la qualité (performance et sélectivité) des milieux de culture fabriqués par Bio-Rad

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

Rappaport-Vassiliadis Soja / *Salmonella* / Produits alimentaires / Eaux / Recherche / Chlorure de Magnésium / Vert de malachite / Enrichissement / Bouillon / Milieu

BIBLIOGRAPHIE

- **VAN SCHOTHORST, RENAUD, VAN BEEK (1987)**: Food Microbiology 4 : 11-18.
- **VASSILIADIS P (1985)** : Journal appl. Bact. 54: 69-75.
- **FRICKER C.R. (1984)**: Journal appl. Bact. 56: 3-5-30.