

# Tryptophane/Bouillon

355-4194

## DOMAINE D'APPLICATION

Milieu de culture liquide utilisé dans l'analyse des eaux. Ce bouillon Tryptophane permet de rechercher la production d'indole à 44°C afin de différencier les bactéries *Escherichia coli* des autres coliformes.

## REFERENCE(S) NORMATIVE(S)

### EAUX

- **NF EN ISO 9308-1 (Septembre 2000)** : Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement de *Escherichia coli* et des bactéries coliformes - Partie 1 : Méthode par filtration sur membrane)
- **NF T90-461/A2 (Mai 2007)** : Qualité de l'eau - Microbiologie - Contrôle qualité des milieux de culture

## PRINCIPE

Le principe du milieu repose sur l'aptitude des bactéries à produire ou non de l'indole révélé à l'aide du réactif de Kovacs (coloration rouge).

## PRESENTATION

### Prêt à l'emploi

3 ml x 25 tubes

code 355-4194

## CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

## FORMULE THEORIQUE

Digestat tryptique de caséine	10 g
L-Tryptophane	1 g
Chlorure de sodium	5 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25°C) final = 7,5 ± 0,1	

## AUTRES PRODUITS NECESSAIRES

### NON FOURNIS

- **Réactif de Kovacs**  
15 ml x 2 flacons (code 355-5313)
- **TTC-Tergitol 7, complet / Gélose**  
55 mm x 10 boîtes (code 356-3706)  
55 mm x 100 boîtes (code 356-3980)
- **TTC-Tergitol 7, base / Gélose**  
200 ml x 6 flacons (code 355-4687)  
500 g (code 356-4454)

- **TTC Solution à 0,2%**  
5 ml x 1 flacon (code 356-2655)
- **TTC Solution à 0,05%**  
50 ml x 1 bouteille (code 356-2652)  
5 ml x 1 flacon (code 356-2655)
- **Tergitol 7 (0,2%)**  
50 ml x 1 bouteille (code 356-2632)  
5 ml x 1 flacon (code 356-2635)

## MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI

### (liste non exhaustive)

- Agitateur-homogénéisateur
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 0,5°C
- Tout matériel courant d'un laboratoire

## PROTOCOLE

### Ensemencement et incubation

- A partir d'une culture obtenue sur la gélose TTC-Tergitol 7, repiquer de préférence toutes les colonies typiques (lactose-positives; milieu jaune sous la membrane) obtenues ou un nombre représentatif (au moins 10), dans le bouillon Tryptophane.
- Homogénéiser.
- Incuber les tubes de bouillon Tryptophane à 44 ± 0,5°C pendant 21 ± 3 h.

## LECTURE ET INTERPRETATION

Après incubation, ajouter 0,2 ml à 0,3 ml de réactif de Kovacs (code 355-5313) par tube. Si une coloration rouge apparaît à la surface du milieu la réaction est positive (= production d'indole).

	Oxidase	Indole
Coliforms	-	-
<i>E. coli</i>	-	+

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

# Tryptophane/Bouillon

## PERFORMANCES / CONTROLE QUALITE DU TEST

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

MICRO-ORGANISMES	Production d'indole
<i>Escherichia coli</i> RIVM WR1*	+
<i>Enterococcus faecalis</i> CCM 2541	-
<i>Shigella sonnei</i> ATCC 25931	-

\* RIVM WR1 équivalent à NCTC 13167

## 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

Tryptophane / *Escherichia coli* / Coliformes / Eaux / Recherche / Indole / Kovacs / Bouillon / Milieu.