

# EAU PEPTONÉE EXEMPTÉ D'INDOLE PEPTONE WATER INDOLE FREE

54180  
64334

## MILIEU D'ENRICHISSEMENT POUR LA RECHERCHE DE LA PRODUCTION D'INDOLE

IVD

### 1- APPLICATION

L'eau peptonée exempte d'indole (Peptone Water Indole Free) est un milieu liquide qui permet la croissance des bactéries ne présentant pas d'exigences particulières. Elle est surtout utilisée pour la recherche de la production d'indole.

### 2- PRINCIPE

La tryptone apporte le carbone, l'azote, les vitamines et les minéraux nécessaires à la croissance des bactéries. Le chlorure de sodium maintient la balance osmotique du milieu.

### 3- PRÉSENTATION

- Milieu prêt à l'emploi : bouillon Eau peptonée exempte d'indole
  - 25 tubes de 9 ml code 54180
- Milieu déshydraté : bouillon Peptone water indole free
  - flacon de 500 g code 64334

### 4- COMPOSITION (en g/l d'eau distillée)

Tryptone	9
Chlorure de sodium	5
Extrait de levure	1
pH final	7,2 ± 0,2

#### Préparation du milieu :

Homogénéiser la poudre contenue dans le flacon.

Mettre **15 grammes** de milieu déshydraté dans 1 litre d'eau distillée stérile. Mélanger soigneusement jusqu'à dissolution complète. Répartir en tubes et stériliser à l'autoclave à 121°C pendant 15 minutes.

### 5- CONSERVATION

- Milieu prêt à l'emploi : + 2- 25°C
- Milieu déshydraté : flacon soigneusement fermé dans un endroit sec à +15-25°C.

La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

### 6- UTILISATION

#### Matériel :

- Matériel fourni : milieu Eau peptonée exempte d'indole/Peptone Water Indole Free.
- Matériel spécifique non fourni : réactif Kovacs (code 55313).

#### Ensemencement :

Ensemencer le milieu avec une suspension préparée à partir d'une culture pure et fraîche de la souche à étudier prélevée sur milieu gélosé.

#### Incubation :

Incuber pendant 24 heures à 37°C.

**Lecture :**

Lorsque la culture est suffisante, rechercher la production d'indole à l'aide du réactif Kovacs : ajouter dans le tube de culture 5 à 6 gouttes de ce réactif et agiter. Une coloration **rouge** intense apparaît à la surface du milieu s'il y a production d'indole par les bactéries.

**7- PERFORMANCES / CONTRÔLE QUALITÉ DU TEST**

- Aspect du milieu prêt à l'emploi : bouillon limpide **jaune clair**.
- Aspect du milieu déshydraté : poudre **beige clair**.
- Les performances culturales du milieu Eau peptonée exempte d'indole / Peptone water indole free sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

SOUCHES	RÉSULTAT DE LA CULTURE EN 24 H à 37°C	
	Culture	Indole
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Bonne croissance	+
<i>Salmonella</i> Enteritidis ATCC 13076	Bonne croissance	-
<i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315	Bonne croissance	+
<i>Enterobacter aerogenes</i> ATCC 13048	Bonne croissance	-

**8- CONTRÔLE QUALITÉ 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 de produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et 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 par le fabricant.

**9- LIMITES D'UTILISATION**

- Du fait de leurs exigences nutritionnelles, certains micro-organismes peuvent ne pas se développer sur ce milieu.
- L'eau peptonée exempte d'indole est un bouillon qui ne peut être utilisé en subculture que pour les bactéries peu exigeantes à partir de leur milieu d'isolement.
- Il est indispensable de procéder à partir de cultures pures et fraîches pour que le résultat puisse être interprété.
- Il est nécessaire de faire des tests complémentaires pour une identification d'espèce de la souche isolée.

**Bio-Rad**

3, boulevard Raymond Poincaré  
92430 Marnes-la-Coquette France  
Tel. : +33 (0) 1 47 95 60 00  
Fax : +33 (0) 1 47 41 91 33

