

## Eau distillée stérile/Diluant

355-4154

### DOMAINE D'APPLICATION

L'eau distillée stérile est généralement utilisée pour la reconstitution stérile de certains produits ou pour la standardisation des inoculums (dilutions) à partir des prélèvements.

### REFERENCE(S) NORMATIVE(S)

#### MICROBIOLOGIE DES ALIMENTS

- **NF ISO 7218/A1 (Décembre 2001)** : Microbiologie des aliments - Règle générales pour les examens microbiologiques

### PRESENTATION

#### Prêt à l'emploi

9 ml x 25 tubes

code 355-4154

### CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Prêt à l'emploi : + 2 - 25°C
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement

### PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Test de survie :

MICRO-ORGANISMES	Dénombrement à T0 et T45 min à 20-25°C
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	± 50 % col. / T0
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	± 50 % col. / T0

### 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

Eau distillée / Produits alimentaires / Eaux / Milieu.