

LT 100 gélose

356-3904

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour le dénombrement des germes totaux aérobies mésophiles dans les produits cosmétiques avec ou sans conservateurs.

PRINCIPE

La présence de lécithine et de Tween permet de neutraliser l'activité anti-bactérienne de la plupart des antiseptiques ou des conservateurs tels que les dérivés phéniqués, les aldéhydes et les ammoniums quaternaires.

Le milieu est constitué par un mélange de peptones, de cystine, de glucose et de sels qui favorisent la croissance d'une grande variété de micro-organismes.

Le chlorure de sodium maintient la pression osmotique.

PRESENTATION

Précoulé

90 mm x 20 boîtes

Code 356-3904

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Précoulé : à +2-20°C
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

Bouillon

Peptone pancréatique de caséine	15 g
Peptone papaïnique de soja	5 g
Chlorure de sodium	5 g
Agar	15 g
Eau distillée	1000 ml

A ce bouillon de base sont incorporés 10% du mélange:

Lécithine	10 g
Polysorbate	50 g
Triton X 100	10 g
Eau distillée	1000 ml

pH_(25°C) final = 7,0 ± 0,2

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI)

(liste non exhaustive)

- Pipettes stériles (0,1 ml, 1 ml,.....)
- Etales stériles
- Bain-marie avec une précision de ±1°C
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ±1°C
- Tout matériel courant d'un laboratoire

PROTOCOLE

Ensemencement et incubation

Préparer avec 1 g ou 1 ml de produit à examiner, une suspension mère au 1/10^{ème} avec le bouillon LT 100. Laisser revivifier pendant 2 heures.

A partir de cette suspension mère, réaliser des dilutions successives avec le bouillon LT 100 jusqu'à éventuellement 10⁻⁵ ou 10⁻⁶.

Incuber à 37°C ± 1°C pendant 24 à 48 heures.

Pratiquer un dénombrement de la flore :

- soit par incorporation dans la gélose LT 100
- soit par ensemencement d'une gélose en boîte ou en tube incliné
- soit directement en milieu liquide par la méthode du nombre le plus probable

En présence d'un chiffre supérieur à 1000/ml ou/g, rechercher :

- *Pseudomonas* dont *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staphylococcus aureus*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Bacillus*
- *Xanthomonas*
- *Achromobacter*
- Anaérobies
- *Candida albicans*

PRECAUTION D'EMPLOI

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 mise 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.

LT 100 gélose

MOTS CLES

LT 100/Germes totaux aérobies mésophiles/
Produits cosmétiques/Dénombrement/
Glucose/sels/Tween/Lécithine/Milieu

BIBLIOGRAPHIE

- **GUISNO, R., GIBBY, I.W., FOTER, M.J. :**
A neutralizing medium for evaluation of the
germicidal potency of the quaternary
ammonium salts. Amer. J. Pharm. 118 :
320-323 (1946)
- **WILLIAMSON, P., KLIGMAN, A.M. :**
A new method for the quantitative
investigation of cutaneous bacteria. J. Inv.
Dermatol, 45 : 498-503 (1965)