

Eugon LT 100 bouillon & gélose

355-3003/355-3004
355-5767/355-5768
356-3997

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu utilisé pour la dilution et/ou l'enrichissement des produits cosmétiques (bouillon) et pour le dénombrement des germes totaux aérobies mésophiles (gélose).

REFERENCE(S)

• **NF ISO 18415 Cosmétiques - Microbiologie**
Détection globale des micro-organismes spécifiés et non spécifiés

• **NF ISO 18416 Cosmétiques - Microbiologie**
Recherche de *C. albicans*

• **NF ISO 21148 Cosmétiques - Microbiologie**
Instructions générales pour les examens microbiologiques

• **NF ISO 21149 Cosmétiques - Microbiologie**
Dénombrement et recherche des bactéries aérobies mésophiles

• **NF ISO 21150 Cosmétiques - Microbiologie**
Recherche d'*E. coli*

• **NF ISO 22718 Cosmétiques - Microbiologie**
Recherche de *Staphylococcus aureus*

• **NF ISO 22717 Cosmétiques - Microbiologie**
Recherche de *Pseudomonas aeruginosa*

• **ISO/CD 16212 Cosmétiques - Microbiologie**
Lignes directrices générales pour le dénombrement des levures et moisissures

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 phénolés, 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

• **Précolé (gélose)**
90 mm x 20 boîtes **code 356-3997**

• **Prêt à l'emploi (bouillons)**
9 ml x 25 tubes **code 355-5768**
50 ml x 6 flacons **code 355-5767**
100 ml x 6 flacons **code 355-3004**
250 ml x 6 flacons **code 355-3003**

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

• Précolé : +2-8°C
• Prêt à l'emploi : +2-25°C
• La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

Bouillon Eugon LT 100

Peptone pancréatique de caséine	15 g
Peptone papaïnique de soja	5 g
Chlorure de sodium	4 g
Cystine	700 mg
Sulfite de sodium	200 mg
Glucose	5,5 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

Gélose Eugon LT 100

La formule ne diffère de la précédente que par l'incorporation de 15 g d'agar par litre de bouillon de base.

$$\text{pH}_{(25^{\circ}\text{C})} \text{ final} = 7,0 \pm 0,2$$

MATERIEL NECESSAIRE (NON FOURNI) (liste non exhaustive)

- Pipettes stériles (0,1 ml, 1 ml,...)
- Etaleurs stériles
- Bain-marie avec une précision de $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Tout matériel courant d'un laboratoire

Eugon LT 100 bouillon & gélose

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 Eugon LT 100. Laisser revivifier pendant 2 heures.

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

Incuber à 32,5°C ± 2,5°C pendant 20 à 72 heures.

Pratiquer un dénombrement de la flore :

- par ensemencement de la gélose EUGON LT 100 et incuber à 32,5°C ± 2,5°C pendant 48 à 72 heures.

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 de l'ISO, actuellement en cours, nous vous recommandons de vous reporter aux certificats de contrôle pour connaître les modalités mises en oeuvre 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

Eugon LT 100/Germes totaux aérobies
mésophiles/Produits cosmétiques/
Dénombrement/Glucose/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)