

Milieu gélosé Q (Columbia gélose)

356-4674
356-4678

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu riche qui convient parfaitement à la culture des bactéries exigeantes, surtout lorsqu'il est additionné de sang. Il permet alors de mettre en évidence le pouvoir hémolytique de certaines bactéries.

REFERENCE(S)

MICROBIOLOGIE PHARMACEUTIQUE

• **Pharmacopée Européenne 5.0** - Méthodes Biologiques - **2.6.13** : Contrôle Microbiologique des produits non stériles (Recherche de micro-organismes spécifiés)

PRESENTATION

Base

Déshydraté

500 g

5 kg

code 356-4674

code 356-4678

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

- Déshydraté: +15-25°C, flacon soigneusement fermé dans un endroit frais et sec
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement.

FORMULE THEORIQUE

Mélange spécial de peptones	23 g
Amidon	1 g
Chlorure de sodium	5 g
Agar	10 g
Eau distillée	1000 ml
pH (25 °C) final = 7,3 ± 0,2	

NB : Des adaptations de la formule ont pu être réalisées afin d'atteindre les critères de performance requis.

AUTRE(S) PRODUIT(S) NECESSAIRE(S) (NON FOURNI(S))

- Diluant(s)
- Eau distillée

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI

(liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Plaque chauffante
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Boîtes de Petri stériles (Ø = 90 mm)
- Pipettes stériles

- Bain-marie avec une précision de ±1°C
- Etuves ou enceintes thermostatées avec une précision de ±1°C
- Autoclave
- Jarre anaérobie
- Tout matériel courant d'un laboratoire

PREPARATION DU MILIEU DESHYDRATE

Toujours agiter avant chaque utilisation.

Dissoudre 39 grammes de poudre dans un litre d'eau distillée.

Faire bouillir jusqu'à dissolution complète.

Répartir à raison de 15 ml par tube ou 100 ml par flacon et stériliser à l'autoclave à 121°C ± 1°C pendant 15 minutes.

Taux de reconstitution : 39 g/l

500 grammes de poudre permettent de réaliser 12,8 litres de milieu.

PROTOCOLE

Gélose de Columbia

Mise en évidence du caractère anaérobie lors de la recherche des *Clostridium thermophiles* : faire fondre le milieu au bain-marie bouillant et couler en boîtes de Petri.

Ensemencer en stries, la surface de quatre boîtes à partir d'une culture en milieu liquide.

Mettre deux boîtes en culture à 55°C ± 1°C en aérobiose pendant 1 à 4 jours.

Mettre les deux autres boîtes en culture à 55°C ± 1°C en anaérobiose pendant 1 à 4 jours.

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 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

Columbia/Bactéries exigeantes/Sang/ANC
pouvoir hémolytique/Milieu

BIBLIOGRAPHIE

• **ELLNER D., STOESEL C.J., DRAKEFORD E. and VASI F. (1966)** : A new medium for medical bacteriology. American Journal of Clinical pathology **45** : 502-504

• **THAYER J.D., MARTIN J.E. (1966)** : Improved medium selective for *Neisseria gonorrhoeae* and *Neisseria meningitidis*. Public Health Report **81** : 559-562