

Coletsos/Gélose

355-3154
355-3164

DOMAINE D'APPLICATION

Milieu sélectif, riche, recommandé pour l'isolement des Mycobactéries particulièrement exigeantes. Il en permet une culture rapide et abondante.

PRESENTATION

- **Coletsos** : Prêt à l'emploi
25 tubes inclinés bouchés vis
code 355-3154

- **Coletsos + Osséine** : Prêt à l'emploi
25 tubes inclinés bouchés vis
code 355-3164

CONSERVATION/VALIDITE/LOT

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

FORMULE THEORIQUE

Phosphate monopotassique	2,4 g
Sulfate de magnésium	0,24 g
Citrate de magnésium	600 mg
Asparagine anhydre	3,6 g
Pyruvate de sodium	1,6 g
Glutamate de sodium	1,6 g
Fécule de pommes de terre	16 g
Poudre d'anthracite	160 mg
Gélatine spéciale (Osséine)	6,4 g
Mélange d'oligo-éléments	4,96 mg
Bleu de tournesol	400 mg
Vert malachite	400 mg
Eau distillée	1600 ml
pH (25°C) final = 6,6 ± 0,2	

AUTRES PRODUITS NECESSAIRES NON FOURNIS

- Diluant(s)
- Eau distillée

MATERIEL NECESSAIRE NON FOURNI (liste non exhaustive)

- Balance
- Sacs de pesée stériles
- Broyeur
- Plaque chauffante
- Agitateur-homogénéisateur
- Tubes à essais (16 x 160 mm) avec bouchons autoclavables
- Etuve ou enceinte thermostatée avec une précision de ± 1 °C
- Autoclave
- Tout matériel courant d'un laboratoire.

PROTOCOLE

Ensemencer les tubes par une strie sur la pente avec la ou les souche(s) à étudier. Incuber. Lorsque le milieu est ensemencé et placé à l'étuve en position horizontale, ce culot se liquéfie et vient recouvrir l'inoculum d'une fine couche d'osséine qui le protège du contact de l'air durant la phase initiale de culture (culture "sous cape").

Ce procédé "sous cape" favorise la culture des bacilles provenant de lésions extra-pulmonaires (typiques et atypiques) et spécialement la culture de *M. Bovis* (aérophobe).

N.B. :

Dans les deux cas, les tubes doivent être stockés à + 4 °C et à l'obscurité à plat. Il est conseillé de soumettre un échantillonnage de chaque lot préparé à un contrôle de stérilité.

LECTURE ET INTERPRETATION

Obtention de cultures positives dans des délais écourtés par comparaison aux autres milieux à l'œuf, le nombre et la taille des colonies sont significativement plus importants.

L'avantage est d'autant plus marqué que les bacilles ensemencés sont plus déficients. Les colonies, souvent lisses et humides, n'ont pas l'aspect sec et rugueux qui caractérise le bacille humain (*M. tuberculosis*) sur milieu de Loewenstein-Jensen.

PRECAUTION D'EMPLOI

- Les milieux à l'œuf présentent souvent une petite quantité d'eau au fond du tube. Cette eau résiduelle due à l'exsudation des milieux ne nuit pas à la qualité nutritive du milieu. Elle peut éventuellement être rejetée au moment de l'ensemencement.

- Les colonies de bacilles tuberculeux prennent un aspect typique seulement si le milieu est bien oxygéné et la partie liquide de l'inoculum évaporée. On ne fermera donc les tubes qu'après évaporation complète.

- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire.

PERFORMANCES/CONTROLE QUALITE DU TEST

Les performances culturales sont contrôlées à l'aide des souches suivantes :

MICRO-ORGANISMES	Culture des Micro-organismes en 28 jours à 37 °C
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> H37Rv ATCC 25618	Bonne croissance
<i>Mycobacterium aurum</i> souche Rebuffet	Bonne croissance

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

Coletsos / Mycobactéries / Isolement / Sélectif / Riche / Milieu.

BIBLIOGRAPHIE

- **COLETSOS P. (1971)** : Rev. Tub. Et Pneumol., **35**, 601.
- **COLETSOS P. (1962)** : La Presse Méd., **45**, 21,119.
- **COLETSOS P. (1960)** : Ann. Inst. Pasteur, **99**, 475.