

Supplément sélectif pour *Campylobacter*

356-4674 / 356-4678
355-6641 / 356-8618
356-6218

DOMAINE D'APPLICATION

Depuis quelques années, *Campylobacter jejuni* est classé dans le groupe des bactéries entéropathogènes pour l'homme.

Son importance n'est pas négligeable, puisque dans ce domaine, il vient au second rang, derrière les *Salmonella*.

PRESENTATION

Gélose de base Columbia

- **Déshydraté**

500 g
5 kg

code 356-4674
code 356-4678

- **Sang stérile de cheval**

5 ml x 1 ampoule

code 355-6641

- **Acide nalidixique (30 µg)**

50 disques x étui de 4 cartouches

code 356-8618

- **Céfalotine (30 µg)**

50 disques x 1 cartouche
50 disques x étui de 4 cartouches

code 356-6218
code 356-6218

FORMULE THEORIQUE

- **Milieu de Base Columbia**

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	

- **Sang de cheval**

A la gélose Columbia fondue au bain-marie et refroidie à 44 - 47°C, ajouter 5 à 7 % de sang de cheval lysé,

- **Supplément sélectif (lyophilisat)**

Vancomycine	10 µg/ml
Polymyxine B	2,5 µg/ml
Triméthoprime	5 µg/ml
Amphotéricine B	2 µg/ml

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- Cartouche : + 2 - 8°C
- Déshydraté : + 15 - 25 °C, flacon soigneusement fermé dans un endroit frais et sec.

- Autres produits : voir fiches techniques respectives.
- La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur le conditionnement.

UTILISATION

Réhydrater le supplément sélectif (totalité du lyophilisat) avec 1 ml d'eau distillée stérile.

La concentration du volume obtenu correspond à la présentation en 60 ml de la gélose Columbia.

Le milieu coulé en boîtes de Pétri peut être préparé à l'avance et conservé à l'abri de toute dessiccation, à + 4°C, pendant une période maximale de 8 jours.

CONDITION DE MISE EN CULTURE

Atmosphère requise : 85 % N₂, 10 % CO₂ et 5 % O₂

N.B. : L'oxygène à la concentration présente dans l'atmosphère (20 %) est toxique pour *C. jejuni*. De même, un anaérobiose stricte ne favorise pas la croissance des espèces de *Campylobacter*.

Une jarre d'anaérobiose, avec générateur de H₂ et CO₂ peut être utilisée, à condition d'enlever le catalyseur situé habituellement sous le couvercle.

Température de croissance : incubation, soit à 37°C, soit, de préférence à 42 - 43°C, cette dernière température favorisant la croissance de *C. jejuni*.

Après 48 heures d'incubation, les colonies apparaissent lisses, fines, avec une tendance à confluer.

IDENTIFICATION

Elle est réalisée :

- En vérifiant : la mobilité en flèche, comme un *Vibrio*, ainsi que les caractères catalase et oxydase positifs.

- En différenciant *C. jejuni* de la sous-espèce *intestinalis* par les tests du tableau suivant.

Supplément sélectif pour *campylobacter*

	Culture à 25°C	Culture à 42°C	Ac. nalidixique disque 30 µg	Cefalotine disque 30 µg	Hydrolyse Hippurate
<i>C. jejuni</i>	-	+	S	R	+
<i>C. fetus</i> <i>subsp.</i> <i>intestinalis</i>	+	-(*)	R	S	-
<i>C. coli</i>	-	+	S	R	-

(*) De rares souches poussent à 42°C comme à 25°C

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.

BIBLIOGRAPHIE

- SKIRROW, M.B. (1977) : *Campylobacter enteritis* : a « new disease » Brit, Med. J. 2 : 9-11.