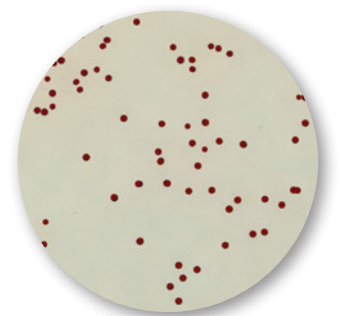


Gélose RAPID'*Campylobacter*

RAPID'*Campylobacter* est un milieu pour la recherche et le dénombrement des *Campylobacter* spp. thermophiles dans les échantillons alimentaires et environnementaux

- **Réponse rapide**
Détection en 24 heures après d'enrichissement
- **Maîtrise des coûts d'analyse**
Une seule boîte par échantillon
- **Lecture facile de la réaction chromogénique**
Campylobacter spp. forme des colonies rouge brique après 24 heures d'enrichissement
- **Haute sélectivité**
Pas de flore interférente
- **Validation (en cours)**
Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140



Gélose RAPID'*Campylobacter*

Pour plus d'informations : www.foodscience.bio-rad.com

The Difference is Clear. RAPID'Chromogenic Range for Food and Environmental Testing

BIO-RAD

Principe

RAPID'*Campylobacter* est un milieu pour la recherche et le dénombrement des *Campylobacter* spp. thermophiles dans les échantillons alimentaires et environnementaux. L'association d'agents nutritifs sélectionnés avec un agent réducteur, permet une croissance de *Campylobacter* spp. en un temps optimal. Les autres espèces bactériennes, telles que les levures et les moisissures, sont inhibées par des agents sélectifs.

Campylobacter spp. forme des colonies rouge brique.

Principaux avantages

- Facile et économique : 1 bouillon, 1 boîte (recherche)
- Rapide : 24 heures d'enrichissement
- Très facile à lire : colonies rouge brique
- Excellente sélectivité
- Confirmation facile

Pour commander

Référence Désignation

RAPID'*Campylobacter*/Gélose

Base deshydraté

356-4295 500 g

Supplément

356-4296 10 flacons (1 flacon qsp 400 ml)

Tryptone-sel/Diluent

Deshydraté

356-4544 500 g

Prêt à l'emploi

355-5756 90 ml x 6 flacons

355-5754 9 ml x 25 tubes

355-5747 9 ml x 100 tubes

355-5796 3 l x 4 poches

Eau Peptonée Tamponnée/Bouillon

Deshydraté

356-4684 500 g

Prêt à l'emploi

355-4179 225 ml x 6 flacons

355-5795 3 l x 4 poches

355-5790 5 l x 2 poches

Confirmation

356-3784 Columbia + sang de mouton/Gélose, 90 mm x 20 boîtes

355-4164 Eau physiologique stérile à 0,85 %, 9 ml x 25 tubes

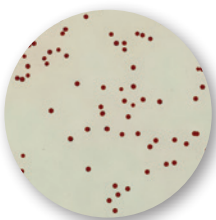
355-3834 Test Oxidase, 2 x 50 disques

355-4154 Eau distillée stérile

356-4297 *Campylobacter* Confirm Latex kit, 50 tests

iQ-Check™ *Campylobacter*/Kit

357-8135 96 tests



RAPID'*Campylobacter*



Campylobacter spp.

Recherche de *Campylobacter* spp.

Enrichissement de l'échantillon

Bouillon Preston

41.5°C ± 1°C
24 h ± 2 h



isolement sur RAPID'*Campylobacter*

atmosphère
microaérophilique

41.5°C ± 1°C
24-48 h

Lecture et test de confirmation

Campylobacter Confirm Latex

ou

iQ-Check™ *Campylobacter*

ou

Tests classiques

Dénombrement de *Campylobacter* spp.

Certification NF VALIDATION
selon la norme ISO16140 (en cours)

Suspension/Dilution



isolement sur RAPID'*Campylobacter*

atmosphère
microaérophilique

41.5°C ± 1°C
24-48 h

Lecture et test de confirmation

Campylobacter Confirm Latex

ou

iQ-Check™ *Campylobacter*

ou

Tests classiques

BIO-RAD

Bio-Rad
Laboratories, Inc.

Life Science
Group

Web site www.bio-rad.com USA 800 424 6723 Australia 61 2 9914 2800 Austria 01 877 89 01 Belgium 09 385 55 11 Brazil 55 31 3689 6600
Canada 905 364 3435 China 86 21 6169 8500 Czech Republic 420 241 430 532 Denmark 44 52 10 00 Finland 09 804 22 00
France 01 47 95 69 65 Germany 089 31 884 0 Greece 30 210 777 4396 Hong Kong 852 2789 3300 Hungary 36 1 459 6100 India 91 124 4029300
Israel 03 963 6050 Italy 39 02 216091 Japan 03 6361 7000 Korea 82 2 3473 4460 Malaysia 60 3 2117 5260 Mexico 52 555 488 7670
The Netherlands 0318 540666 New Zealand 64 9 415 2280 Norway 23 38 41 30 Poland 48 22 331 99 99 Portugal 351 21 472 7700
Russia 7 495 721 14 04 Singapore 65 6415 3170 South Africa 27 861 246 723 Spain 34 91 590 5200 Sweden 08 555 12700
Switzerland 061 717 95 55 Taiwan 886 2 2578 7189 Thailand 66 2 6518311 United Kingdom 020 8328 2000