



Gélose RAPID'*E.coli* 2

RAPID'*E.coli* 2 est un milieu pour le dénombrement des *E. coli* et coliformes

- **Réponse rapide**

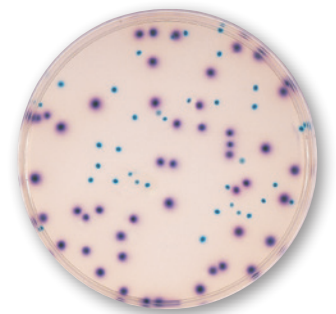
Résultats complets en moins de 24 heures
Dénombrement simultané des *E. coli* et coliformes à 37°C
Pas de confirmation requise

- **Lecture facile**

2 réactions chromogéniques de couleur pour une identification claire

- **Validations**

Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140
Certification AOAC Research Institute
Validation NordVal



Gélose RAPID'*E.coli* 2

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'E.coli 2 est un milieu chromogénique sélectif pour dénombrier directement les *Escherichia coli* et les autres coliformes dans les produits destinés à l'alimentation humaine.

Le principe du milieu repose sur la mise en évidence simultanée de deux activités enzymatiques :

la β -D-Glucuronidase (GLUC) et la β -D-Galactosidase (GAL).

Le milieu contient deux substrats chromogéniques :

- un substrat spécifique de la GAL qui entraîne la coloration bleue des colonies positives pour cette enzyme.
- un substrat spécifique de la GLUC qui entraîne la coloration rose des colonies positives pour cette enzyme.

Les coliformes (GAL+/GLUC-) forment des colonies bleues à vertes.

Les E. coli (GAL+/GLUC+) forment des colonies violettes à roses.



Principaux avantages

- Une seule boîte pour le dénombrement direct des *E. coli* et coliformes
- Résultats complets en moins de 24 heures
- Pas de confirmation requise
- Deux réactions chromogéniques pour une spécificité élevée
- Résultats fiables (certification NF VALIDATION et AOAC-RI, validation NordVal)

Pour commander

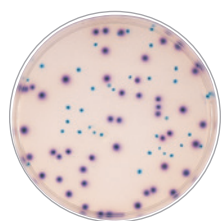
Référence Désignation

RAPID'E.coli 2/Gélose

Déshydraté
356-4024 500 g

Prêt à l'emploi

355-5297 200 ml x 6 flacons
355-5299 100 ml x 6 flacons



RAPID'E.coli 2



E. coli



Autres coliformes

Dénombrement des *E. coli* et coliformes

Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140
Certification AOAC Research Institute
Validation NordVal

Echantillon/Suspension initiale/Dilutions



RAPID'E.coli 2



37-44°C
18-24 h

Dénombrement direct des colonies caractéristiques*

*Dénombrement des colonies caractéristiques
pour *E. coli* à 44°C ; pour *E. coli* et coliformes à 37°C

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