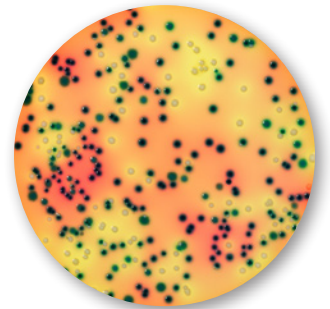




## Gélose RAPID'*E.coli* O157:H7

**RAPID'*E.coli* O157:H7 est un milieu pour la recherche de *Escherichia coli* O157:H7 en moins de 48 heures**

- **Maîtrise des coûts d'analyse**  
Une seule boîte par échantillon
- **Lecture facile de la réaction chromogénique**  
Les *E. coli* O157:H7 forment des colonies noires  
Les autres bactéries ont une couleur différente
- **100 % spécifique**  
50 souches d'*E. coli* O157:H7 et 35 autres souches ont été testées
- **Validations**  
Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140 pour la recherche d'*Escherichia coli* O157:H7 dans tous les produits d'alimentation humaine et les échantillons d'environnement  
Certification AOAC Research Institute



Gélose RAPID'*E.coli* O157:H7

Pour plus d'informations : [www.foodscience.bio-rad.com](http://www.foodscience.bio-rad.com)

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

**BIO-RAD**

## Principe

Le milieu RAPID'E.coli O157:H7 est un milieu sélectif combinant à la fois des substrats chromogéniques et des indicateurs biochimiques. Cette association permet l'identification présomptive directe des *E. coli* O157:H7, incluant les souches atypiques, parmi la flore interférente sur la base de profils enzymatiques et métaboliques spécifiques observés. La sélectivité du milieu est augmentée par l'ajout d'agents de sélection tels que la Novobiocine et le Potassium Tellurite.



### Principaux avantages

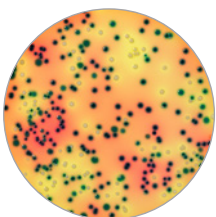
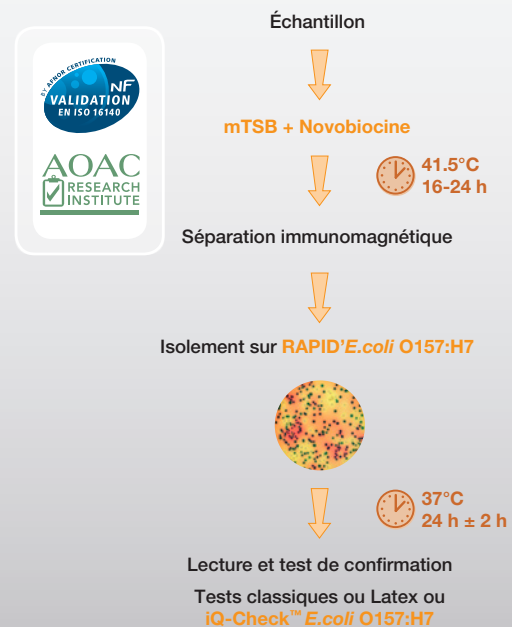
- Spécifique au *E. coli* O157 serotype H7
- Seulement 1 boîte de pétri nécessaire
- Résultats complets en 48 heures
- RAPID'E.coli O157:H7 peut être utilisé comme second milieu conformément à la norme ISO 16654

### Pour commander

Référence	Désignation
<b>mTSB/Bouillon</b>	
<b>Milieu complet</b>	
355-5426	225 ml x 6 flacons
<b>Base déshydratée</b>	
356-4426	500 g
<b>RAPID'E.coli O157:H7/Gélose</b>	
<b>Base déshydratée</b>	
356-4748	100 g
<b>Novobiocine/Supplément</b>	
356-4610	flacon 1 g
<b>iQ-Check™ E.coli O157:H7/Kit</b>	
357-8114	96 réactions

### Recherche d'*Escherichia coli* O157:H7

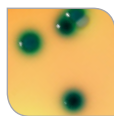
Certification NF VALIDATION  
selon la norme ISO 16140  
Certification AOAC Research Institute



RAPID'E.coli O157:H7



*E. coli* O157:H7



Autres *E. coli*



Autres bactéries

**BIO-RAD**

**Bio-Rad  
Laboratories, Inc.**

Life Science  
Group

Web site [www.bio-rad.com](http://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