

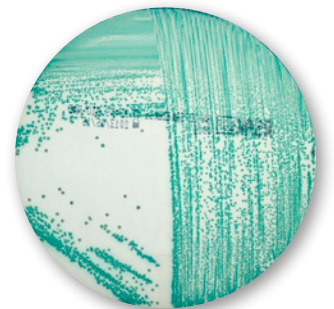


Gélose RAPID'Sakazakii

RAPID'Sakazakii est un milieu pour la recherche de *Cronobacter* spp.

- **Lecture facile de la réaction chromogénique**
Colonies bleues à bleu-vert
- **Maîtrise des coûts d'analyse grâce au protocole court**
Pas d'enrichissement sélectif en bouillon mLST + Vancomycine
Résultats négatifs en moins de 42 heures
- **Validation**
Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140 pour la recherche de *Cronobacter* spp. dans les poudres de lait infantile

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



Gélose RAPID'Sakazakii

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

BIO-RAD

Principe

RAPID'Sakazakii est un milieu chromogénique sélectif utilisé pour la détection de *Cronobacter* spp. (anciennement *Enterobacter sakazakii*).

Le principe du milieu repose sur la mise en évidence d'une activité enzymatique caractéristique de *Cronobacter* spp. :

l' α -Glucosidase. Sous son action, le substrat chromogénique 5-bromo-4-chloro-3-indolyl α -D-Glucopyranoside est hydrolysé provoquant la coloration en bleu à bleu-vert des colonies de *Cronobacter* spp.

La température d'incubation fixée à 44°C associée au désoxycholate de sodium et au cristal violet permet d'inhiber la croissance d'une partie de la microflore associée.

Pour tester les poudres de lait déshydraté (faible flore interférente), le protocole court peut être utilisé pour détecter *Cronobacter sakazakii* en 24 heures après un enrichissement de 24 heures dans l'Eau Peptonée Tamponnée.

Le milieu chromogénique RAPID'Sakazakii est formulé pour être utilisé conformément aux normes ISO 22964, FDA et USDA.

Pour commander

Référence Désignation

Eau Peptonée Tamponnée/Bouillon

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

Déshydraté

356-4684 500 g

RAPID'Sakazakii/Gélose

Prêt à l'emploi

356-3971 90 mm x 20 boîtes

Déshydraté

356-4976 500 g

Trypto-Casein-Soy (TSA)/Gélose

Prêt à l'emploi

356-3884 90 mm x 20 boîtes
355-5947 200 ml x 6 flacons
355-5944 8 ml x 25 tubes inclinés

Déshydraté

356-4554 500 g

iQ-Check™ Cronobacter/Kit

357-8137 96 réactions

Recherche de *Cronobacter* spp.

Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140



Préparation de l'échantillon
Peser z g d'échantillon dans 9 X z ml
d'Eau Peptonée Tamponnée



37°C
18 h ± 2 h

Isoler sur
RAPID'Sakazakii



44°C
24 h ± 2 h

Repiquer 1 à 5 colonies sur TSA

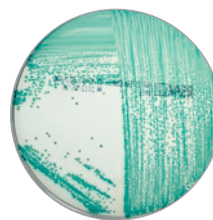


25°C
44-48 h

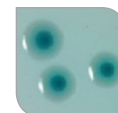
Effectuer les tests d'identification
sur les colonies jaunes

Principaux avantages

- Économique : 1 bouillon, 1 boîte de pétri
- Protocole rapide : résultats négatifs en moins de 42 heures
- Résultats fiables : certifié NF VALIDATION
- Flexibilité : conforme de la norme ISO/TS 22964:2006



RAPID'Sakazakii



Cronobacter spp.



Autres
Enterobacteriaceae



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