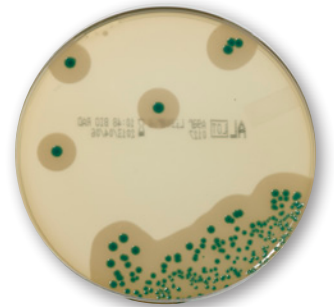




## Gélose AL (Agar *Listeria* selon Ottaviani et Agosti)

- **Protocole de recherche**  
Résultats en 24 heures après enrichissement  
Détection simultanée des *Listeria monocytogenes* et *Listeria* spp. sur la même boîte de Petri
- **Protocole de dénombrement**  
Résultats en 48 heures  
Dilution en Fraser 1/2 ou en Eau Peptonée Tamponnée  
Étape de revivification facultative en Eau Peptonée Tamponnée  
1 seule boîte nécessaire pour l'ensemencement en profondeur
- **Lecture facile de la réaction chromogénique**  
Colonies bleues + halo opaque
- **Validation**  
Certification NF VALIDATION selon la norme ISO 16140
- **Milieu de référence dans les normes ISO 11290-1/A1 et 11290-2/A1**



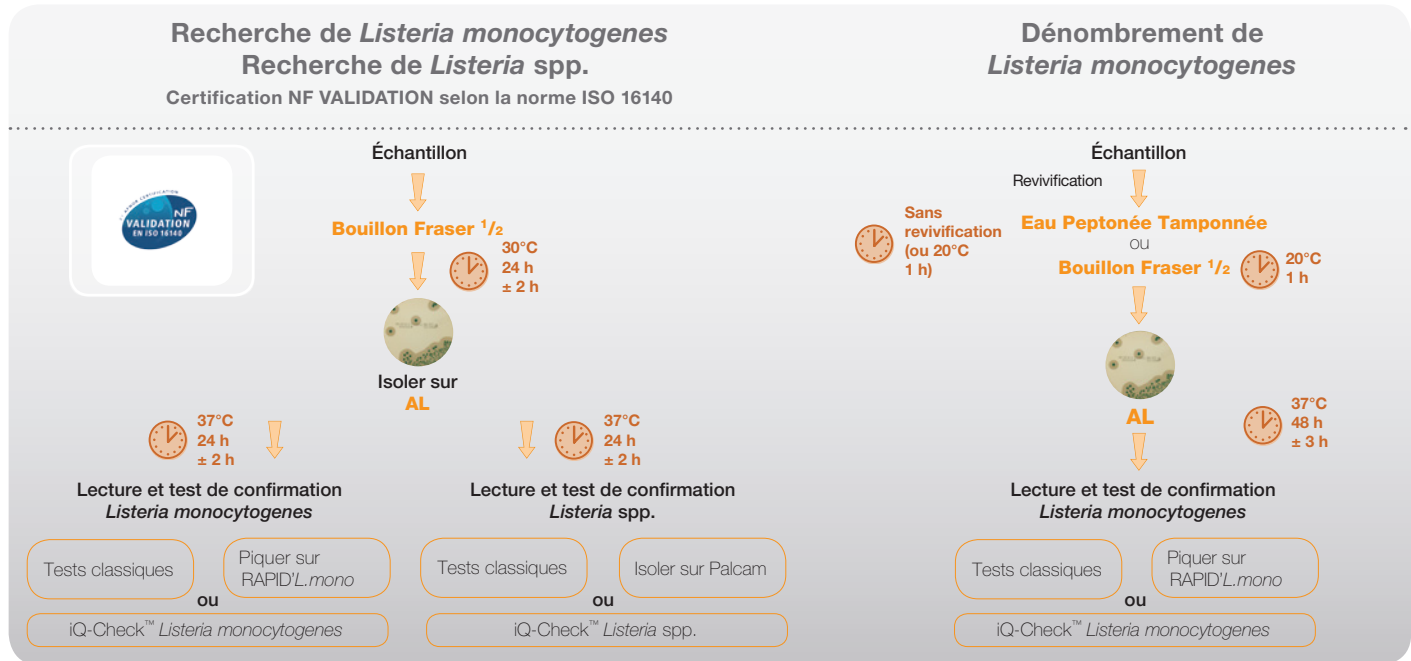
Gélose AL

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**

## AL protocole court : facilité et flexibilité d'utilisation



### Pour commander

Référence Désignation

#### AL (Agar *Listeria* selon Ottaviani et Agosti)/Gélose

##### Prêt à l'emploi

356-3695 90 mm x 20 boîtes  
356-3965 90 mm x 120 boîtes

##### Base en flacons (à compléter)

355-5200 237,5 ml x 6 flacons

##### Base déshydratée

356-4043 500 g

##### Suppléments AL

356-4041 Supplément 1, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)  
356-4201 Supplément 1, 100 capsules (1 capsule qsp 250 ml)  
356-4042 Supplément 2, 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)

##### Confirmation

##### RAPID'L.mono/Gélose

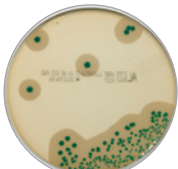
356-3694 90 mm x 20 boîtes  
356-3964 90 mm x 120 boîtes  
355-5294 1 flacon de 190 ml de gélose + 1 flacon de suppl. 1 + 1 flacon de suppl. 2  
356-4293 500 g

##### Supplément 1

356-4294 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)

##### Supplément 2

356-4746 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)



AL



*Listeria monocytogenes*



Autres *Listeria* spp.

Référence Désignation

#### Palcam/Gélose

##### Prêt à l'emploi

356-3674 90 mm x 20 boîtes

##### Base déshydratée

356-4754 500 g

##### Supplément

356-4752 10 flacons (1 flacon qsp 500 ml)

##### PCR en temps réel

357-8124 iQ-Check™ *Listeria monocytogenes* II kit  
96 réactions  
357-8113 iQ-Check™ *Listeria* spp. kit  
96 réactions

#### 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

##### Fraser 1/2/Bouillon

##### Milieu complet

355-5797 225 ml x 6 flacons  
355-5794 3 l x 4 poches  
355-5792 5 l x 2 poches

##### Base déshydratée

356-4604 500 g

##### Supplément

356-4616 10 flacons (1 flacon qsp 2,25 l)

**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