

Capsule RAPID' *Salmonella* / Supplément

356-4710

356-4709

356-4712

DOMAINE D'APPLICATION

La capsule RAPID' *Salmonella*, et le supplément RAPID' *Salmonella*, sont des suppléments sélectifs à ajouter à l'Eau Peptonée Tamponnée dans la méthode RAPID' *Salmonella* – protocole court, certifiée NF VALIDATION et NordVal (cf. fiche technique RAPID' *Salmonella*), pour la recherche de *Salmonella* spp. dans les produits d'alimentation humaine et animale, et échantillons de l'environnement.

PRESENTATION

- **100 capsules RAPID' *Salmonella***
100 x QSP 250 ml **code 356-4710**
- **100 capsules RAPID' *Salmonella* 10 fois concentrées**
100 x QSP 2,5 Litres **code 356-4709**
- **1 pot RAPID' *Salmonella* supplément**
1 x QSP 100 analyses **code 356-4712**

CONSERVATION / VALIDITE / LOT

- à + 2 - 8°C à l'abri de la lumière.
- La date de péremption et le numéro du lot sont indiqués sur le conditionnement.

PRINCIPE

La capsule RAPID' *Salmonella*, et le supplément RAPID' *Salmonella*, contiennent un supplément sélectif à ajouter à l'Eau Peptonée Tamponnée pour réaliser un enrichissement sélectif des salmonelles. Sa formulation permet une excellente croissance des *Salmonella* spp., même stressées, tout en limitant la croissance de la flore interférente.

FORMULE TYPE

Capsule RAPID' <i>Salmonella</i>	code 356-4710
QSP 250 ml	
Mélange sélectif	15 mg
Excipient	qsp 575 mg
Capsule RAPID' <i>Salmonella</i> 10 fois concentrée	code 356-4709
QSP 2,5L	
Mélange sélectif	150 mg
Colorant	3,75 mg
Excipient	qsp 575 mg

Pot RAPID' *Salmonella* supplément

code 356-4712

QSP 100 analyses

Mélange sélectif	1500 mg
Colorant	37.5 mg
Excipient	qsp 5,75 g

PRODUIT(S) NECESSAIRE(S) NON FOURNI(S)

- Eau peptonée tamponnée :
6 flacons de 225 ml (ex. code **355-4179**)
500 g (ex. code **356-4684**)
5 poches de 2,3 L (ex. code **355-5789**)
2 poches de 5 l (ex. code **355-5790**)
- Milieu RAPID' *Salmonella* :
90 mm x 20 boîtes (code **356-3961**)
90 mm x 100 boîtes (code **356-3962**)
500 g (code **356-4705**)

Préparation des échantillons de la méthode alternative RAPID' *Salmonella* – protocole court

Préparation des échantillons avec ajout direct du supplément capsule dans le bouillon d'enrichissement

Note : Dans le cadre de la marque NF VALIDATION, les prises d'essai supérieures à 25 grammes n'ont pas été testées.

Diluer η g ou η mL de l'échantillon dans 9 x η mL d'Eau Peptonée Tamponnée (ex. codes **355-4179**, **355-5789**, **356-4684** et **355-5790**).

Exemple : diluer 25 g ou 25 mL d'échantillon dans 225 mL d'Eau Peptonée Tamponnée pour effectuer une dilution au 1/10^{ème}.

Les préparations spécifiques de la suspension mère (cacao, aliments acides,...) sont décrites dans la norme ISO 6579.

Homogénéiser à l'aide d'un agitateur de type Stomacher.

Ouvrir une capsule RAPID' *Salmonella*, QSP 250 ml (code **356-4710**) et déverser son contenu directement dans le bouillon.

Homogénéiser en agitant vigoureusement.

Note : La capsule entière ou son contenu peuvent être ajoutés avant l'étape stomacher.

Capsule RAPID' *Salmonella* / Supplément

Nous recommandons d'ouvrir la capsule et de déverser son contenu, afin de faciliter les manipulations (cf PRECAUTIONS D'EMPLOI).

Préparation des échantillons avec ajout du supplément capsule sous format solution concentrée, dans le bouillon d'enrichissement

Le contenu des capsules peut être dilué dans de l'Eau Peptonée Tamponnée ou de l'eau distillée stérile au préalable, pour une incorporation sous format liquide.

- Diluer η g ou η mL de l'échantillon dans $9 \times \eta$ ml d'Eau Peptonée Tamponnée. - Homogénéiser à l'aide d'un agitateur de type stomacher.

- En cas d'utilisation des capsules RAPID' *Salmonella* QSP 250 ml (code **356-4710**) : Ouvrir n capsules et déverser leur contenu directement dans $n \times 10$ ml d'Eau Peptonée Tamponnée pour obtenir une solution concentrée de supplément.

Ajouter $\eta \times 0,4$ ml de cette solution concentrée de supplément à l'échantillon à analyser. Homogénéiser en agitant vigoureusement.

- En cas d'utilisation des capsules RAPID' *Salmonella* QSP 2,5 Litres (code **356-4709**) : Ouvrir n capsules et déverser leur contenu dans un récipient vide. Recouvrir avec $n \times 10$ ml d'Eau Peptonée Tamponnée ou $n \times 10$ ml d'eau distillée stérile.

Homogénéiser en agitant vigoureusement pour obtenir une solution concentrée colorée rouge. Ajouter $\eta \times 0,04$ ml de cette solution concentrée de supplément à l'échantillon dilué dans l'Eau Peptonée Tamponnée. Homogénéiser en agitant vigoureusement.

- En cas d'utilisation du pot RAPID' *Salmonella* supplément QSP 100 analyses (code **356-4712**) : Ouvrir le pot et ajouter directement 100 ml d'Eau Peptonée Tamponnée ou 100 ml d'eau distillée stérile.

Homogénéiser en agitant vigoureusement pour obtenir une solution concentrée colorée rouge. Ajouter $\eta \times 0,04$ ml de cette solution concentrée de supplément à l'échantillon dilué dans l'Eau Peptonée Tamponnée. Homogénéiser en agitant vigoureusement.

Exemple pour un échantillon de 10g :

- Diluer son échantillon de 10 g dans 90 ml d'Eau Peptonée Tamponnée.
- Homogénéiser à l'aide d'un agitateur de type

Stomacher.

- Diluer 1 capsule RAPID' *Salmonella* QSP 250 ml (code 356-4710) dans 10 ml d'Eau Peptonée Tamponnée pour avoir une solution concentrée de supplément

- Ajouter 4 ml de solution concentrée de supplément dans les 90 ml de diluât Eau Peptonée Tamponnée + échantillon afin de retrouver le bon rapport de dilution de la capsule.

Note : La solution concentrée une fois reconstituée dans l'Eau Peptonée Tamponnée ou dans l'eau distillée stérile peut être conservée 1 semaine à $+2-8^{\circ}\text{C}$ ou à température ambiante.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Respecter les Bonnes Pratiques de Laboratoire (EN ISO 7218).

- Si la capsule entière est ajoutée à l'Eau Peptonée Tamponnée, il est nécessaire d'utiliser une pince stérile lors de l'addition de la capsule entière dans le sac. De plus, il est recommandé de bien vérifier que la capsule s'est bien ouverte pendant l'étape de stomachage.

- Le contenant de la capsule, s'il est manipulé avec les doigts, ne peut être ajouté dans le bouillon d'enrichissement à cause des risques de contamination.

- Les capsules RAPID' *Salmonella*, ainsi que le RAPID' *Salmonella* supplément, contiennent des agents sélectifs et un excipient. Les agents sélectifs se dissolvent très bien mais l'excipient reste en suspension et peut créer un dépôt une fois le contenu de la capsule dilué dans une faible quantité d'Eau Peptonée Tamponnée ou d'eau distillée stérile.

Il est donc nécessaire de bien agiter avant chaque utilisation de la solution concentrée.

CONTROLE QUALITE

Tous les produits fabriqués et commercialisés par la société Bio-Rad sont placés sous un système d'assurance qualité de la réception des matières premières jusqu'à la commercialisation des produits finis.

Chaque lot du produit fini fait l'objet d'un contrôle de qualité et il n'est commercialisé que s'il est conforme aux critères d'acceptation.

La documentation relative à la production et au contrôle de chaque lot est conservée.

Capsule RAPID' *Salmonella* / Supplément

MICRO-ORGANISMES	Culture des micro-organismes en 24 heures à 37°C
<i>Salmonella</i> Enteritidis ATCC 13076	Colonies magenta
<i>Salmonella</i> Typhimurium ATCC 14028	Colonies magenta
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Inhibition totale ou partielle Colonies non colorées
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 19433	Inhibition totale

MOTS CLES

RAPID' *Salmonella* / *Salmonella* / Food products / Detection / Chromogenic / Medium.

BIBLIOGRAPHIE

- PERRY J.D., FORD M., TAYLOR J., JONES A.L., FREEMAN R., GOULD F.K. 1999: ABC medium, a new chromogenic agar for selective isolation of *Salmonella* spp. J Clin Microbiol, 37 (3): 766-8.
- LAUER W., MARTINEZ F. 2009: RAPID' *Salmonella* chromogenic medium. Performance Tested Method 050701. J AOAC Int. 2009 Nov-Dec;92(6): 1871-5