



RAPID' *Salmonella* Supplement

Catalog #	Description
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x, 100 capsules
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x, 100 capsules
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1 box, 100 tests

For laboratory use only.

Intended Use

The RAPID' *Salmonella* Supplement is a selective supplement added to buffered peptone water (BPW) as part of the RAPID' *Salmonella* short protocol method for the enrichment and detection of *Salmonella* spp. in food products and in environmental samples.

Principle

The RAPID' *Salmonella* Supplement is a special mix of components which allows the inhibition of background flora and optimized recovery of *Salmonella* spp., including stressed organisms.

Theoretical Composition

RAPID' *Salmonella* Supplement, 10x (3564709) for 1 capsule

Selective mixture	150 mg
Neutral excipient	375 mg
Neutral dye	3.75 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564710) for 1 capsule

Selective mixture	15 mg
Neutral excipient	375 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564712) for 1 box

Selective mixture	1500 mg
Neutral excipient	3750 mg
Neutral dye	37.5 mg

Shelf Life and Storage

Store at 2–8°C in a carefully sealed package in a dry and dark place. The RAPID' *Salmonella* Supplement 10x capsule and powdered is stable for 1 week at 2–8°C and ambient temperature in a dark place once reconstituted.

Required Materials Not Supplied

This is a non-exhaustive list.

Equipment

- All usual laboratory equipment
- Incubators or incubation room
- Scales
- Stirrer/homogenizer
- Vortexer

Supplies

- Buffered Peptone Water Plus (catalog #3554179, 225 ml x 6 bottles; 3564684, dehydrated 500 g; 3564686, dehydrated, 5 kg; 3555790, 5 L x 2 bags; 3555795, 3 L x 4 bags), Buffered Peptone Water Standard (catalog #12013260, 5 L x 2 bags; 12013259, 500 g; 12013258, 5 kg)
- RAPID' *Salmonella* Agar (catalog #3563961, 90 mm x 20 plates; 3563963, 90 mm x 120 plates 3564705, dehydrated, 500 g)
- Sterile distilled water (catalog #3554154, 9 ml x 25 tubes; 3554283, 18 ml x 60 tubes)
- Sterile Pasteur pipets
- Sterile pipets
- Sterile weigh bags

Precautions

- Respect Good Laboratory Practice (EN ISO 7218). Appropriate protection, such as gloves and lab coats, should be worn when working with potentially infectious live bacteria
- Media that have come in contact with food samples should be considered contaminated and should be disposed of in accordance with local rules and regulations
- The RAPID'*Salmonella* Supplement contains an excipient that may form a deposit when diluted in BPW or sterile distilled water; always shake well before using the concentrated solution
- For SDS product safety information and certificate of analysis, visit bio-rad.com

Quality Control

Every product manufactured and marketed by Bio-Rad is subject to a quality assurance procedure at all stages, from reception of raw materials through to marketing of the finished products. Each batch of finished product undergoes quality control according to EN ISO 11133 and is marketed only if it satisfies the acceptability criteria. Documentation relative to the production and quality control of each batch is kept on file.

Protocol

RAPID'*Salmonella* Supplement Preparation

- One capsule (3564710) is ready to use for 25 g or 25 ml of sample diluted in 225 ml of BPW. Either the whole capsule or its contents can be added to the sample bag before the mixing step. To make handling easier, we recommend opening the capsule and pouring out the contents
- Concentrated (10x) capsules (3564709) must be diluted before use. Pour the contents of one capsule into 10 ml of BPW or sterile distilled water. Homogenize to obtain a red concentrated solution. Use 1 ml of concentrated solution for 25 g or 25 ml of sample diluted in 225 ml BPW. For large sample size, adjust the selective supplement volume to the volume of enrichment mix to obtain concentration of 4:1000 g/ml
- Boxed supplement (3564712) is concentrated and must be diluted before use. Open the box and fill with 100 ml of BPW or sterile distilled water. Homogenize by agitating vigorously to obtain a red concentrated solution. Use 1 ml of concentrated solution for 25 g or 25 ml of sample diluted in 225 ml BPW. For large sample size, adjust the selective supplement volume to the volume of enrichment mix to obtain concentration of 4:1000 g/ml

Enrichment Protocol

Refer to the RAPID'*Salmonella* Agar user guide (document #10000126748) for validated enrichment protocols.

Revision History

Release date	Document number	Change
January 2025	5141 Ver A	New document, previous version V1_11/12/12

BIO-RAD is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc. All trademarks used herein are the property of their respective owner.



RAPID' *Salmonella* Supplement

N° de réf.	Description
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x, 100 capsules
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x, 100 capsules
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1 boîte, 100 tests

Uniquement pour une utilisation en laboratoire.

Usage prévu

Le produit RAPID' *Salmonella* Supplement est un supplément sélectif ajouté à l'eau peptonée tamponnée, dans le cadre de la méthode du protocole court RAPID' *Salmonella* pour l'enrichissement et la recherche de *Salmonella* spp. dans les produits alimentaires et les échantillons environnementaux.

Principe

Le produit RAPID' *Salmonella* Supplement est un mélange spécial de composants qui contribuent à l'inhibition de la flore interférente et à la revivification optimisée de *Salmonella* spp., y compris des organismes stressés.

Formule théorique

RAPID' *Salmonella* Supplement, 10x (3564709) pour 1 capsule

Mélange sélectif	150 mg
Excipient neutre	375 mg
Colorant neutre	3,75 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564710) pour 1 capsule

Mélange sélectif	15 mg
Excipient neutre	375 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564712) pour 1 boîte

Mélange sélectif	1 500 mg
Excipient neutre	3 750 mg
Colorant neutre	37,5 mg

Durée de conservation et stockage

Conserver à 2–8 °C en emballage soigneusement scellé, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Une fois reconstitué, le produit RAPID' *Salmonella* Supplement 10x capsule et en poudre est stable pendant 1 semaine à 2–8 °C et à température ambiante, à l'abri de la lumière.

Matériel requis non fourni

Liste non exhaustive.

Matériel

- Tout le matériel de laboratoire habituel
- Incubateurs ou salle d'incubation
- Balances
- Agitateur-homogénéisateur
- Agitateur-mélangeur vortex

Produits

- Buffered Peptone Water Plus (eau peptonée tamponnée, n° de référence 3554179, 225 ml x 6 flacons ; 3564684, base déshydratée, 500 g ; 3564686, base déshydratée, 5 kg ; 3555790, 5 L x 2 poches ; 3555795, 3 L x 4 poches), Buffered Peptone Water Standard (eau peptonée tamponnée, n° de référence 12013260, 5 L x 2 poches ; 12013259, 500 g ; 12013258, 5 kg)
- RAPID' *Salmonella* Agar (n° de référence 3563961, 90 mm x 20 boîtes ; 3563963, 90 mm x 120 boîtes ; 3564705, base déshydratée, 500 g)
- Eau distillée stérile (n° de référence 3554154, 9 ml x 25 tubes ; 3554283, 18 ml x 60 tubes)

- Pipettes Pasteur stériles
- Pipettes stériles
- Sacs de pesée stériles

Précautions

- Respecter les bonnes pratiques de laboratoire (EN ISO 7218). Porter un équipement de protection approprié, par exemple des gants et une blouse de laboratoire, pour travailler avec des bactéries vivantes potentiellement infectieuses
- Les milieux qui sont entrés en contact avec des échantillons alimentaires doivent être considérés comme contaminés et doivent être éliminés conformément aux règles et réglementations locales
- Le produit RAPID' *Salmonella* Supplement contient un excipient susceptible de former un dépôt lors de la dilution dans l'eau peptonée tamponnée ou l'eau distillée stérile. Il est donc nécessaire de bien agiter avant d'utiliser la solution concentrée
- Pour obtenir les informations sur la sécurité du produit (fiche de données de sécurité, FDS) et le certificat d'analyse, visiter bio-rad.com

Contrôle qualité

Chaque produit fabriqué et commercialisé par Bio-Rad est soumis à une procédure d'assurance qualité à toutes les étapes, de la réception des matières premières jusqu'à la mise sur le marché du produit fini. Chaque lot de produits finis subit un contrôle qualité conforme à EN ISO 11133 et est mis sur le marché uniquement s'il satisfait aux critères d'acceptabilité. La documentation relative à la production et au contrôle qualité de chaque lot est archivée.

Protocole

Préparation de RAPID' *Salmonella* Supplement

- Une capsule (3564710) est prête à l'emploi pour 25 g ou 25 ml d'échantillon dilué dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée. Il est possible d'ajouter la capsule entière, ou son contenu seul, au sac de prélèvement avant l'étape de mélange. Pour faciliter la manipulation, nous recommandons d'ouvrir la capsule et de verser son contenu
- Les capsules concentrées (10x) (3564709) doivent être diluées avant utilisation. Verser le contenu d'une capsule dans 10 ml d'eau peptonée tamponnée ou d'eau distillée stérile. Homogénéiser pour obtenir une solution concentrée rouge. Utiliser 1 ml de solution concentrée pour 25 g ou 25 ml d'échantillon dilué dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée. Pour les échantillons volumineux, ajuster le volume de supplément sélectif au volume de mélange d'enrichissement pour obtenir une concentration de 4:1 000 g/ml
- Le supplément en boîte (3564712) est concentré et doit être dilué avant utilisation. Ouvrir la boîte et remplir avec 100 ml d'eau peptonée tamponnée ou d'eau distillée stérile. Homogénéiser en agitant vigoureusement afin d'obtenir une solution concentrée rouge. Utiliser 1 ml de solution concentrée pour 25 g ou 25 ml d'échantillon dilué dans 225 ml d'eau peptonée tamponnée. Pour les échantillons volumineux, ajuster le volume de supplément sélectif au volume de mélange d'enrichissement pour obtenir une concentration de 4:1 000 g/ml

Protocole d'enrichissement

Consulter le guide d'utilisation RAPID' *Salmonella* Agar (document n°10000126748) pour obtenir des informations sur les protocoles d'enrichissement validés.

Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Janvier 2025	5141 Ver A	Nouveau document, version précédente V1 11/12/12

BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc. Toutes les marques déposées utilisées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.

RAPID' *Salmonella* Supplement

Katalog-Nr.	Beschreibung
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x, 100 Kapseln
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x, 100 Kapseln
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1 Box, 100 Tests

Nur für die Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Das RAPID' *Salmonella* Supplement ist ein selektives Supplement für die Zugabe zu gepuffertem Peptonwasser (BPW) im Rahmen der RAPID' *Salmonella* Kurzprotokollmethode zur Anreicherung und zum Nachweis von *Salmonella* spp. in Lebensmitteln und Umweltproben.

Prinzip

Bei dem RAPID' *Salmonella* Supplement handelt es sich um eine spezielle Komponentenmischung zur Hemmung des Wachstums der Hintergrundflora und optimierten Wiederfindung von *Salmonella* spp., einschließlich gestresster Organismen.

Theoretische Zusammensetzung

RAPID' *Salmonella* Supplement, 10x (3564709) für 1 Kapsel

Selektive Mischung	150 mg
Neutraler Hilfsstoff	375 mg
Neutraler Farbstoff	3,75 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564710) für 1 Kapsel

Selektive Mischung	15 mg
Neutraler Hilfsstoff	375 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564712) für 1 Box

Selektive Mischung	1500 mg
Neutraler Hilfsstoff	3750 mg
Neutraler Farbstoff	37,5 mg

Haltbarkeit und Lagerung

Bei 2–8 °C in einer sorgfältig verschlossenen Verpackung an einem trockenen und dunklen Ort lagern. Das RAPID' *Salmonella* Supplement Format mit 10x Kapsel und in Pulverform ist bei 2–8 °C und nach Rekonstitution bei Umgebungstemperatur an einem dunklen Ort 1 Woche lang haltbar.

Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

Geräte

- Alle üblichen Laborgeräte
- Inkubatoren oder Inkubationsraum
- Waagen
- Rührer / Homogenisator
- Vortex

Zubehör

- Buffered Peptone Water Plus (Katalog-Nr. 3554179, 6 Flaschen x 225 ml; 3564684, dehydriert 500 g; 3564686, dehydriert, 5 kg; 3555790, 2 Beutel x 5 L; 3555795, 4 Beutel x 3 L), Buffered Peptone Water Standard (Katalog-Nr. 12013260, 2 Beutel x 5 L; 12013259, 500 g; 12013258, 5 kg)
- RAPID' *Salmonella* Agar (Katalog-Nr. 3563961, 90 mm x 20 Platten; 3563963, 90 mm x 120 Platten; 3564705, dehydriert, 500 g)

- Steriles destilliertes Wasser (Katalog-Nr. 3554154, 25 R hrchen mit je 9 ml; 3554283, 60 R hrchen mit je 18 ml)
- Sterile Pasteur-Pipetten
- Sterile Pipetten
- Sterile Wagebeutel

Vorsichtsmanahmen

- Es sind die Richtlinien der guten Laborpraxis einzuhalten (EN ISO 7218). Bei der Arbeit mit potenziell infektiösen, lebenden Bakterien sollte angemessene Schutzkleidung wie Handschuhe und Laborkittel getragen werden.
- Medien, die mit Lebensmittelproben in Kontakt gekommen sind, sind als kontaminiert zu betrachten und gem den vor Ort geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu entsorgen.
- Das RAPID' *Salmonella* Supplement enthlt einen Hilfsstoff, der bei Verdunnung in BPW oder sterilem destilliertem Wasser ausfallen kann. Die konzentrierte Losung vor der Verwendung daher immer gut schutteln.
- Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Analysezertifikat fur das Produkt sind auf **bio-rad.com** erhltlich.

Qualitatskontrolle

Jedes von der Firma Bio-Rad hergestellte und verkaufte Produkt unterliegt vom Rohstoffeingang bis zur Vermarktung der Fertigprodukte einer umfassenden Qualitatssicherung. Jede Charge des fertigen Produkts wird einer Qualitatskontrolle gem EN ISO 11133 unterzogen und gelangt nur dann in den Vertrieb, wenn sie die Akzeptanzkriterien erfullt. Die Unterlagen zur Produktion und Qualitatskontrolle jeder Charge werden archiviert.

Protokoll

RAPID' *Salmonella* Supplement Vorbereitung

- Eine Kapsel (3564710) ist gebrauchsfertig fur 25 g oder 25 ml Probe, verdunnt in 225 ml BPW. Es kann entweder die ganze Kapsel oder nur ihr Inhalt vor dem Mischschritt direkt in den Probenbeutel gegeben werden. Aus praktischen Grunden empfiehlt es sich, die Kapsel zu offnen und den Inhalt einzustreuen.
- Kapseln mit Konzentrat (10x) (3564709) mussen vor der Verwendung verdunnt werden. Den Inhalt einer Kapsel in 10 ml BPW oder steriles destilliertes Wasser geben. Homogenisieren, bis eine rote Konzentratlosung entsteht. 1 ml Konzentratlosung fur 25 g oder 25 ml in 225 ml BPW verdunnte Probe verwenden. Bei groen Proben das Volumen des selektiven Supplements an das Volumen der Anreicherungsmischung anpassen, bis eine Konzentration von 4:1000 g/ml entsteht
- Das in einer Box erhltliche Supplement (3564712) ist konzentriert und muss vor der Verwendung verdunnt werden. Die Box offnen und mit 100 ml BPW oder sterilem destilliertem Wasser fullen. Durch kraftiges Schutteln homogenisieren, bis eine rote Konzentratlosung entsteht. 1 ml Konzentratlosung fur 25 g oder 25 ml in 225 ml BPW verdunnte Probe verwenden. Bei groen Proben das Volumen des selektiven Supplements an das Volumen der Anreicherungsmischung anpassen, bis eine Konzentration von 4:1000 g/ml entsteht

Anreicherungsprotokoll

Hinsichtlich validierter Anreicherungsprotokolle ist das RAPID' *Salmonella* Agar Anwenderhandbuch (Dokument-Nr.10000126748) zu beachten.

Revisionshistorie

Freigabedatum	Dokumentnummer	nderung
Januar 2025	5141 Ver A	Neues Dokument, vorherige Version V1_11/12/12

BIO-RAD ist eine Marke von Bio-Rad Laboratories, Inc. Alle hierin verwendeten Marken sind Eigentum der jeweiligen Firmen.



RAPID' *Salmonella* Supplement

N. catalogo	Descrizione
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x, 100 capsule
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x, 100 capsule
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1 confezione, 100 test

Esclusivamente per uso in laboratorio.

Uso previsto

RAPID' *Salmonella* Supplement è un supplemento selettivo da aggiungere ad acqua peptonata tamponata (BPW) nell'ambito del metodo con protocollo breve RAPID' *Salmonella* per l'arricchimento e la rilevazione di *Salmonella* spp. in alimenti e campioni ambientali.

Principio

RAPID' *Salmonella* Supplement è una speciale miscela di componenti che consente l'inibizione della flora di fondo e ottimizza il processo di recupero di *Salmonella* spp., organismi sottoposti a stress inclusi.

Composizione teorica

RAPID' *Salmonella* Supplement, 10x (3564709) per 1 capsula

Miscela selettiva	150 mg
Eccipiente neutro	375 mg
Colorante neutro	3,75 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564710) per 1 capsula

Miscela selettiva	15 mg
Eccipiente neutro	375 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement, 1x (3564712) per 1 confezione

Miscela selettiva	1500 mg
Eccipiente neutro	3750 mg
Colorante neutro	37,5 mg

Durata e conservazione

Conservare a 2–8°C in una confezione accuratamente sigillata in un luogo asciutto e buio. Una volta ricostituito, il formato RAPID' *Salmonella* Supplement 10x capsule e il formato in polvere sono stabili per 1 settimana a 2–8°C o a temperatura ambiente in un luogo buio.

Materiali richiesti non in dotazione

Elenco non completo.

Apparecchiatura

- Tutta la normale apparecchiatura di laboratorio
- Incubatori o camera di incubazione
- Bilance
- Agitatore/omogeneizzatore
- Vortex

Materiali

- Buffered Peptone Water Plus (catalogo #3554179, 225 ml x 6 bottiglie; 3564684, in forma disidratata 500 g; 3564686, in forma disidratata, 5 kg; 3555790, 5 L x 2 sacche; 3555795, 3 L x 4 sacche), Buffered Peptone Water Standard (catalogo #12013260, 5 L x 2 sacche; 12013259, 500 g; 12013258, 5 kg)
- RAPID' *Salmonella* Agar (catalogo #3563961, 90 mm x 20 piastre; 3563963, 90 mm x 120 piastre 3564705, in forma disidratata, 500 g)
- Acqua distillata sterile (n. catalogo 3554154, 9 ml x 25 provette; 3554283, 18 ml x 60 provette)

- Pipette Pasteur sterili
- Pipette sterili
- Sacche di pesatura sterili

Precauzioni

- Rispettare le buone pratiche di laboratorio (EN ISO 7218). Indossare protezioni adeguate, come guanti e camici da laboratorio, quando si manipolano batteri vivi potenzialmente infettivi
- I terreni entrati in contatto con campioni di alimenti devono essere considerati come contaminati e quindi smaltiti in conformità alle normative e direttive locali
- RAPID' *Salmonella* Supplement contiene un eccipiente che può formare un deposito se diluito in BPW o in acqua distillata sterile; agitare sempre prima di utilizzare la soluzione concentrata
- Per informazioni sulla sicurezza del prodotto (schede dati di sicurezza) e il certificato di analisi, visitare **bio-rad.com**

Controllo qualità

Tutti i prodotti fabbricati e commercializzati dalla società Bio-Rad sono sottoposti a un sistema di assicurazione qualità dal momento del ricevimento delle materie prime fino alla commercializzazione dei prodotti finiti. Ciascun lotto di prodotto finito è soggetto a un controllo di qualità conformemente alla norma EN ISO 11133 e viene messo in commercio soltanto se risulta conforme ai criteri di accettazione. La documentazione relativa alla produzione e al controllo di qualità di ciascun lotto è conservata a cura del fabbricante.

Protocollo

Preparazione di RAPID' *Salmonella* Supplement

- Una capsula (3564710) è pronta all'uso per 25 g o 25 ml di campione diluiti in 225 ml di BPW. L'intera compressa o il suo contenuto possono essere aggiunti alla sacca di campione prima della fase di miscelazione. Per facilitare l'operazione, consigliamo di aprire la capsula e versarne il contenuto
- Le capsule concentrate (10x) (3564709) devono essere diluite prima dell'uso. Versare il contenuto di una capsula in 10 ml di BPW o acqua distillata sterile. Omogeneizzare fino ad ottenere una soluzione concentrata rossa. Utilizzare 1 ml di soluzione concentrata per 25 g o 25 ml di campione diluito in 225 ml di BPW. Per campioni di grandi dimensioni, adattare il volume del supplemento selettivo al volume della miscela di arricchimento per ottenere una concentrazione di 4:1000 g/ml
- Il supplemento in confezione (3564712) è concentrato e deve essere diluito prima dell'uso. Aprire la confezione e riempirla con 100 ml di BPW o acqua distillata sterile. Omogeneizzare agitando vigorosamente fino ad ottenere una soluzione concentrata rossa. Utilizzare 1 ml di soluzione concentrata per 25 g o 25 ml di campione diluito in 225 ml di BPW. Per campioni di grandi dimensioni, adattare il volume del supplemento selettivo al volume della miscela di arricchimento per ottenere una concentrazione di 4:1000 g/ml

Protocollo di arricchimento

Per i protocolli di arricchimento convalidati, *fare riferimento alle istruzioni per l'uso di RAPID' *Salmonella* Agar (numero documento 10000126748)*.

Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero di documento	Modifica
Gennaio 2025	5141 Ver A	Nuovo documento, versione precedente V1_11/12/12

BIO-RAD è un marchio registrato di Bio-Rad Laboratories, Inc. Tutti i marchi registrati qui utilizzati sono di proprietà del rispettivo proprietario.



RAPID' *Salmonella* Supplement

Nº catálogo	Descrição
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x, 100 cápsulas
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x, 100 cápsulas
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1 box, 100 testes

Somente para uso em laboratório.

Uso previsto

O RAPID' *Salmonella* Supplement é um suplemento seletivo adicionado à água peptonada tamponada (Buffered Peptone Water, BPW) como parte do método de protocolo curto RAPID' *Salmonella*-para o enriquecimento e detecção de *Salmonella* spp. em produtos alimentícios e em amostras ambientais.

Princípio

O RAPID' *Salmonella* Supplement é uma mistura especial de componentes que permite a inibição da flora de fundo e a recuperação otimizada da *Salmonella* spp., incluindo organismos estressados.

Composição teórica

RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x (3564709) para 1 cápsula	
Mistura seletiva	150 g
Excipiente neutro	375 mg
Corante neutro	3,75 mg

RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x (3564710) para 1 cápsula	
Mistura seletiva	15 g
Excipiente neutro	375 mg

RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x (3564712) para 1 caixa	
Mistura seletiva	1500 g
Excipiente neutro	3750 mg
Corante neutro	37,5 mg

Prazo de validade e armazenamento

Armazenar em 2–8 °C em uma embalagem cuidadosamente vedada e em um ambiente seco e escuro. O comprimido RAPID' *Salmonella* Supplement 10x e em pó é estável por 1 semana em 2–8 °C em local escuro, depois de reconstituído.

Materiais necessários não fornecidos

Esta lista não é exaustiva.

Equipamento

- Todo o equipamento comum de laboratório
- Incubadoras ou sala de incubação
- Balanças
- Misturador/homogeneizador
- Agitador tipo vórtex

Suprimentos

- Buffered Peptone Water Plus (nº do catálogo #3554179, 225 ml x 6 frascos; 3564684, produto desidratado 500 g; 3564686, produto desidratado, 5 kg; 3555790, 5 L x 2 sacos; 3555795, 3 L x 4 sacos), Buffered Peptone Water Standard (nº do catálogo 12013260, 5 L x 2 sacos; 12013259, 500 g; 12013258, 5 kg)
- RAPID' *Salmonella* Agar (nº do catálogo 3563961, 90 mm x 20 placas; 3563963, 90 mm x 120 placas 3564705, produto desidratado, 500 g)
- Água destilada estéril (nº do catálogo 3554154, 25 tubos de 9 ml; nº 3554283, 60 tubos de 18 ml)
- Pipetas de Pasteur estéreis

- Pipetas estéreis
- Sacos de pesagem estéreis

Precauções

- Respeite as boas práticas de laboratório (EN ISO 7218). Proteção adequada, como luvas e jalecos, deve ser usada ao trabalhar com bactérias vivas potencialmente infecciosas
- Os meios que entraram em contato com amostras de alimentos devem ser considerados contaminados e descartados de acordo com as regras e regulamentos locais
- O RAPID' *Salmonella* Supplement contém um excipiente que pode formar um depósito quando diluído em BPW ou água destilada estéril; sempre agite bem antes de usar a solução concentrada
- Para informações de segurança do produto SDS e certificado de análise, visite bio-rad.com

Controle de qualidade

Todos os produtos fabricados e comercializados pela Bio-Rad estão sujeitos aos procedimentos de garantia de qualidade em todas as etapas, desde o recebimento da matéria-prima até a comercialização do produto final. Cada lote de produto acabado passa por um controle de qualidade de acordo com a EN ISO 11133 e é comercializado apenas quando satisfaz os critérios de aceitabilidade. A documentação relativa à produção e ao controle de qualidade de cada lote é mantida arquivada.

Protocolo

Preparação do RAPID' *Salmonella* Supplement

- Uma cápsula (3564710) está pronta para uso para 25 g ou 25 ml de amostra diluída em 225 ml de BPW. Tanto a cápsula inteira ou seu conteúdo pode ser adicionado à bolsa de amostras antes da etapa de mistura. Para facilitar o manuseio, recomendamos abrir a cápsula e despejar o conteúdo
- As cápsulas concentradas (10x) (3564709) devem ser diluídas antes do uso. Coloque o conteúdo de uma cápsula em 10 ml de BPW ou água destilada estéril. Homogeneíze a fim de obter uma solução concentrada vermelha. Utilize 1 ml de solução concentrada para 25 g ou 25 ml de amostra diluída em 225 ml de BPW. Com amostras grandes, ajuste o volume do suplemento seletivo ao volume da mistura de enriquecimento, chegando a uma concentração de 4:1000 g/ml
- O suplemento em caixa (3564712) é concentrado e deve ser diluído antes do uso. Abra a caixa e encha com 100 ml de BPW ou água destilada estéril. Homogeneíze agitando vigorosamente para obter uma solução concentrada vermelha. Utilize 1 ml de solução concentrada para 25 g ou 25 ml de amostra diluída em 225 ml de BPW. Com amostras grandes, ajuste o volume do suplemento seletivo ao volume da mistura de enriquecimento, chegando a uma concentração de 4:1000 g/ml

Protocolo de enriquecimento

Consulte o guia do usuário do ágar RAPID' *Salmonella* (documento10000126748) para protocolos de enriquecimento validados.

Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Janeiro de 2025	5141 Ver A	Novo documento, versão anterior V1_11/12/12

BIO-RAD é uma marca comercial da Bio-Rad Laboratories, Inc. Todas as marcas comerciais usadas neste documento são de propriedade de seus respectivos proprietários.



RAPID' *Salmonella* Supplement

Referencia	Descripción
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x, 100 cápsulas
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x, 100 cápsulas
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1 box, 100 pruebas

Sólo para uso en laboratorio.

Uso previsto

RAPID' *Salmonella* Supplement es un suplemento selectivo que se añade al agua peptona tamponada (Buffered Peptone Water, BPW) como parte del método de protocolo corto RAPID' *Salmonella* para el enriquecimiento y la detección de *Salmonella* spp. en productos alimentarios y en muestras ambientales.

Principio

RAPID' *Salmonella* Supplement es una mezcla especial de componentes, que permite la inhibición de la flora interferente y la recuperación optimizada de *Salmonella* spp., incluidos los organismos estresados.

Composición teórica

RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 10x (3564709) para 1 cápsula	
Mezcla selectiva	150 mg
Excipiente neutro	375 mg
Pigmento neutro	3,75 mg

RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x (3564710) para 1 cápsula	
Mezcla selectiva	15 mg
Excipiente neutro	375 mg

RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement, 1x (3564712) para 1 caja	
Mezcla selectiva	1500 mg
Excipiente neutro	3750 mg
Pigmento neutro	37,5 mg

Vida útil y conservación

Almacenar a 2-8 °C en un envase debidamente sellado en un lugar seco y oscuro. La cápsula y polvo de RAPID' *Salmonella* Supplement 10x son estables durante 1 semana a 2-8 °C y a temperatura ambiente en un lugar oscuro una vez reconstituidas.

Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

Equipamiento

- Todo el instrumental de laboratorio habitual
- Incubadoras o sala de incubación
- Balanzas
- Agitador/homogeneizador
- Agitador de vórtex

Fungibles

- Buffered Peptone Water Plus (referencia #3554179, 225 ml x 6 frascos; 3564684, deshidratada 500 g; 3564686, deshidratada, 5 kg; 3555790, 5 L x 2 bolsas; 3555795, 3 L x 4 bolsas), Buffered Peptone Water Standard (referencia #12013260, 5 L x 2 bolsas; 12013259, 500 g; 12013258, 5 kg)
- RAPID' *Salmonella* Agar (referencia #3563961, 90 mm x 20 placas; 3563963, 90 mm x 120 placas 3564705, deshidratado, 500 g)
- Agua destilada estéril (referencia # 3554154, 9 ml x 25 tubos; 3554283, 18 ml x 60 tubos)
- Pipetas Pasteur estériles

- Pipetas estériles
- Bolsas estériles para pesada

Precauciones

- Deben respetarse las buenas prácticas de laboratorio (EN ISO 7218). Usar protección adecuada, como guantes y batas de laboratorio, cuando se trabaja con bacterias vivas potencialmente infecciosas
- Los medios que han estado en contacto con muestras de alimentos deben considerarse potencialmente contaminados y deben eliminarse de conformidad con las normas y reglamentos locales
- RAPID' *Salmonella* Supplement contiene un excipiente que puede formar un depósito cuando se diluye en BPW o agua destilada estéril; agitar siempre bien antes de utilizar la solución concentrada
- Visite bio-rad.com para obtener información de seguridad del producto (SDS) y certificados de análisis

Control de calidad

Todos los productos fabricados y comercializados por Bio-Rad están sujetos a un protocolo de garantía de calidad en todas las etapas, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización de los productos terminados. Cada lote de producto acabado se somete a un control de calidad según la norma EN ISO 11133 y su comercialización está condicionada a que cumpla los criterios de aceptabilidad. La documentación relativa a la producción y al control de calidad de cada lote se mantiene archivada.

Protocolo

Preparación de RAPID' *Salmonella* Supplement

- Una cápsula (3564710) está lista para ser usada para 25 g o 25 ml de muestra diluida en 225 ml de BPW. Tanto la cápsula entera como su contenido pueden añadirse a la bolsa de muestras antes del paso de mezclado. Para facilitar su manipulación, recomendamos abrir la cápsula y verter el contenido
- Las cápsulas concentradas (10x) (3564709) deben ser diluidas antes de su uso. Vierta el contenido de una cápsula en 10 ml de BPW o agua destilada estéril. Homogeneice para obtener una solución concentrada de color rojo. Use 1 ml de solución concentrada para 25 g o 25 ml de muestra diluida en 225 ml de BPW. Para muestras de gran tamaño, ajuste el volumen de suplemento selectivo al volumen de mezcla de enriquecimiento para obtener una concentración de 4:1000 g/ml
- El suplemento en caja (3564712) es concentrado y debe ser diluido antes de su uso. Abra el frasco y adicione con 100 ml de BPW o agua destilada estéril. Homogeneice agitando enérgicamente para conseguir una solución concentrada roja. Use 1 ml de solución concentrada para 25 g o 25 ml de muestra diluida en 225 ml de BPW. Para muestras de gran tamaño, ajuste el volumen de suplemento selectivo al volumen de mezcla de enriquecimiento para obtener una concentración de 4:1000 g/ml

Protocolo de enriquecimiento

Consulte la Guía del usuario de RAPID' *Salmonella* Agar (documento #10000126748) para más información sobre los protocolos de enriquecimiento validados.

Historial de revisiones

Fecha de publicación	Número de documento	Cambio
Enero 2025	5141 Ver A	Nuevo documento, versión previa V1 11/12/12

BIO-RAD es una marca registrada de Bio-Rad Laboratories, Inc. Todas las marcas comerciales aquí indicadas son propiedad de sus respectivos propietarios.



RAPID' *Salmonella* Supplement

目录 #	说明
3564709	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement , 10x , 100 粒胶囊
3564710	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement , 1x , 100 粒胶囊
3564712	RAPID' <i>Salmonella</i> Supplement , 1 盒 , 100 次试验

仅供实验室使用。

预期用途

该 RAPID' *Salmonella* Supplement 是加入到缓冲蛋白胍水 (Buffered Peptone Water, BPW) 中的选择性添加剂，作为 RAPID' *Salmonella* 简易操作流程方法，用于对食品和环境样本中的 *沙门氏菌属* 进行增菌和检测。

原理

该 RAPID' *Salmonella* Supplement 是一种特殊的混合成分，可以抑制背景菌群并优化 *沙门氏菌属* 的恢复，包括受胁迫的微生物。

理论组成

RAPID' *Salmonella* Supplement , 1 粒胶囊 10x (3564709)

选择性混合物	150 mg
中性赋形剂	375 mg
中性染料	3.75 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement , 1 粒胶囊 1x (3564710)

选择性混合物	15 mg
中性赋形剂	375 mg

RAPID' *Salmonella* Supplement , 1 盒 1x (3564712)

选择性混合物	1500 mg
中性赋形剂	3750 mg
中性染料	37.5 mg

保质期及储存条件

在 2-8°C 下妥善密封包装，置于干燥、避光处。RAPID' *Salmonella* Supplement (10x 胶囊，粉质) 在复原后可在 2-8°C 避光处稳定存放 1 周。

未提供的所需材料

此清单并不详尽。

设备

- 所有实验室常用设备
- 培养箱或培养室
- 天平
- 搅拌器/匀质器
- 涡旋振荡器

试剂和耗材

- Buffered Peptone Water Plus (产品目录号 3554179, 225 ml x 6 瓶; 3564684, 干粉, 500 g; 3564686, 干粉, 5 kg; 3555790, 5 L x 2 袋; 3555795, 3 L x 4 袋), Buffered Peptone Water Standard (产品目录号 12013260, 5 L x 2 袋; 12013259, 500 g; 12013258, 5 kg)
- RAPID'*Salmonella* Agar (产品目录号 3563961, 90 mm x 20 板; 3563963, 90 mm x 120 板; 3564705, 干粉, 500 g)
- 无菌蒸馏水 (产品目录号 3554154, 9 ml x 25 管; 3554283, 18 ml x 60 管)
- 巴斯德无菌移液器
- 无菌移液管
- 无菌称重袋

预防措施

- 遵循实验室良好规范 (EN ISO 7218)。处理有潜在传染性的活菌时, 请做好适当的防护措施, 例如佩戴手套和穿实验室外套
- 接触过食品样品的培养基应视作已污染培养基, 并应遵循当地规则和规范进行处置
- 该 RAPID'*Salmonella* Supplement 包含赋形剂, 在 BPW 或无菌蒸馏水中稀释时可形成沉淀; 使用浓缩溶液前务必充分摇匀
- 有关 SDS 产品安全信息和分析证书, 请访问 bio-rad.com

质量控制

Bio-Rad 公司生产和销售的每一种产品, 从接收原材料到销售成品的各个阶段都受到质量保证程序的约束。每批成品都根据 EN ISO 11133 进行质量控制, 只有满足验收标准才能上市。与每批次的生产和质量控制有关的文件均进行存档。

操作流程

RAPID' *Salmonella* Supplement 制备

- 一粒胶囊 (3564710) 可用于在 225 ml BPW 中稀释的 25 g 或 25 ml 样品。在混合步骤之前，可以将整个胶囊或其内容物加入样品袋中。为了便于操作，我们建议打开胶囊并倒出所有物质
- 浓缩 (10x) 胶囊 (3564709) 在使用前必须稀释。将一粒胶囊的内容物倒入 10 ml BPW 或无菌蒸馏水中。均质化以获得红色浓缩溶液。使用 1 ml 浓缩溶液处理在 225 ml BPW 中稀释的 25 g 或 25 ml 样品。对于大样本量，将选择性添加剂的体积调整至增菌混合物的体积，以获得 4:1000 g/ml 的浓度
- 盒装添加剂 (3564712) 为浓缩状态，使用前必须稀释。打开盒子，装入 100 ml BPW 或无菌蒸馏水。通过剧烈搅拌使其均匀，以获得红色的浓缩溶液。使用 1 ml 浓缩溶液处理在 225 ml BPW 中稀释的 25 g 或 25 ml 样品。对于大样本量，将选择性添加剂的体积调整至增菌混合物的体积，以获得 4:1000 g/ml 的浓度

增菌流程

请参阅 RAPID' *Salmonella* Agar 用户指南 (文件编号 10000126748) 获取经过验证的增菌流程。

修订记录

发布日期	文件编号	变更
2025 年 1 月	5141 Ver A	新文档，先前版本为 V1_11/12/12

BIO-RAD 是 Bio-Rad Laboratories, Inc. 的商标。此处使用的所有商标均为其各自所有者的财产。