

Sulfamethazine Solution (0.2%)

Catalog #	Description
3562682	Sulfamethazine Solution (0.2%) , ready-to-use, 2.5 ml x 1 vial

For laboratory use only.

Intended Use

Sulfamethazine is used in the preparation of Baird-Parker medium as a growth inhibitor for *Proteus*. Its incorporation into the preparation of medium (dehydrated, ready-to-use) is defined in the user guide for Baird-Parker.

Presentation

Ready-to-Use

2.5 ml x 1 vial

Shelf Life and Storage

Store ready-to-use medium at 2–8°C.

Required Materials Not Supplied

This list is not exhaustive.

Equipment

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

Supplies

- Filtration apparatus
- Filter membranes ((\varnothing = 47 mm, $\leq 0.45 \mu\text{m}$)
- Tweezers for handling membranes
- Baird-Parker agar (catalog #3564814, dehydrated, 500 g)
- Egg yolk tellurite (catalog #3554201, ready-to-use, 5 ml x 1 vial; 3554205, ready-to-use, 25 ml x 1 bottle)

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
- 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

Preparation

- Just prior to use, add 5 ml egg yolk with potassium tellurite and 2.5 ml of 0.2% sulfamethazine, if necessary, to tempered (44–47°C) Baird-Parker base medium
- Mix thoroughly, pour into Petri dishes (~ 4 mm thickness) and allow to solidify

Inoculation and Incubation

- Refer to the user guide for Baird-Parker

References

ISO 6888-1:2021. Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 1: Method using Baird-Parker agar medium.

ISO 6888-3:2003. Food microbiology – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 3: Detection and MPN method for small numbers.

Revision History

Release date	Document number	Change
September 2021	5090 Ver A	- Major change - New document design - Document number change — previous version: V3_05/08/11

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

Sulfamethazine Solution (0.2%)

Référence	Description
3562682	Sulfamethazine Solution (0.2%) , prêt à l'emploi, 2,5 ml x 1 flacon

Uniquement pour une utilisation en laboratoire.

Usage prévu

La sulfaméthazine est utilisée dans la préparation du milieu Baird-Parker comme inhibiteur de croissance pour *Proteus*. Son intégration dans la préparation du milieu (base déshydratée, prêt à l'emploi) est définie dans le guide d'utilisation de la gélose Baird-Parker.

Présentation

Prêt à l'emploi

2,5 ml x 1 flacon

Durée de conservation et stockage

Conservation du milieu prêt à l'emploi à 2–8 °C.

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

- Dispositif de filtration
- Membranes filtrantes ($\varnothing = 47$ mm, $\leq 0,45$ μ m)
- Pinces pour la manipulation des membranes
- Baird-Parker agar (n° de référence 3564814, base déshydratée, 500 g)
- Egg yolk tellurite (n° de référence 3554201, prêt à l'emploi, 5 ml x 1 flacon ; 3554205, prêt à l'emploi, 25 ml x 1 flacon)

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
- 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

- Immédiatement avant utilisation, ajouter 5 ml de jaune d'œuf au tellurite de potassium et 2,5 ml de sulfaméthazine à 0,2 %, si nécessaire, au milieu de base Baird-Parker tempéré (44–47 °C)
- Bien mélanger, distribuer dans des boîtes de Petri (épaisseur ~4 mm) et laisser solidifier

Inoculation et incubation

- Se référer au guide d'utilisation de la gélose Baird-Parker

Références

ISO 6888-1:2021. Microbiologie de la chaîne alimentaire — Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (*Staphylococcus aureus* et autres espèces) — Partie 1 : Méthode utilisant le milieu gélosé de Baird-Parker.

ISO 6888-3:2003. Microbiologie des aliments — Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques à coagulase positive (*Staphylococcus aureus* et autres espèces) — Partie 3 : Recherche et méthode NPP pour les faibles nombres.

Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Septembre 2021	5090 Ver A	- Modification importante - Nouvelle conception de document - Modification du numéro de document — version précédente : V3_05/08/11

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

Sulfamethazine Solution (0.2%)

Katalog-Nr. Beschreibung

3562682 **Sulfamethazine Solution (0.2%)**, gebrauchsfertig, 1 Fläschchen x 2,5 ml

Nur für die Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Sulfamethazin wird bei der Herstellung von Baird-Parker Agar zur Hemmung des Wachstums von *Proteus* verwendet. Die Verwendung bei der Zubereitung von Medium (dehydriert, gebrauchsfertig) ist in der Gebrauchsanweisung für Baird-Parker beschrieben.

Darreichungsform

Gebrauchsfertig

1 Fläschchen x 2,5 ml

Haltbarkeit und Lagerung

Das gebrauchsfertige Medium bei 2 – 8°C lagern.

Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

Geräte

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

Zubehör

- Filtrationsapparat
- Filtermembranen ($\varnothing = 47 \text{ mm}$, $\leq 0,45 \mu\text{m}$)
- Pinzetten zur Handhabung von Membranen
- Baird-Parker agar (Katalog-Nr. 3564814, dehydriert, 500 g)
- Egg yolk tellurite (Katalog-Nr. 3554201, gebrauchsfertig, 1 Fläschchen x 5 ml; Katalog-Nr. 3554205, gebrauchsfertig, 1 Flasche x 25 ml) Vorsichtsmaßnahmen
- Es sind die Richtlinien der guten Laborpraxis zu beachten (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 gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu entsorgen.
- Das Sicherheitsdatenblatt (SDS) und das Analysezertifikat für das Produkt sind auf **bio-rad.com** erhältlich.

Qualitätskontrolle

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

Protokoll

Vorbereitungen

- Unmittelbar vor der Verwendung 5 ml Eigelb mit Kaliumtellurit und 2,5 ml 0,2 % Sulfamethazin (sofern erforderlich) zu temperiertem (44 – 47°C) Baird-Parker Basismedium geben.
- Gründlichr mischen, in Petrischalen (~4 mm Dicke) gießen und fest werden lassen.

Beimpfung und Inkubation

- Es ist die Gebrauchsanweisung für Baird-Parker Agar zu beachten.

Literatur

ISO 6888-1:2021. Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (*Staphylococcus aureus* und andere Spezies) – Teil 1: Verfahren mit Baird-Parker-Agar-Medium.

ISO 6888-3:2003. Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln – Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (*Staphylococcus aureus* und andere Spezies) – Teil 3: Nachweis und MPN-Verfahren für niedrige Keimzahlen.

Revisionshistorie

Freigabedatum	Dokumentnummer	Änderung
September 2021	5090 Ver A	- Bedeutende Änderung - Neues Dokumentdesign - Änderung der Dokumentnummer — vorhergehende Version: V3_05/08/11

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

Sulfamethazine Solution (0.2%)

N. catalogo Descrizione

3562682 **Sulfamethazine Solution (0.2%)**, pronta all'uso, 2,5 ml per 1 flaconcino

Esclusivamente per uso in laboratorio.

Uso previsto

La sulfametazina è utilizzata nella preparazione del terreno Baird-Parker come inibitore della crescita per *Proteus*. La sua incorporazione nella preparazione del terreno (in forma disidratata, pronta all'uso) è definita nel manuale utente per Baird-Parker.

Presentazione

Pronta all'uso

2,5 ml x 1 flaconcino

Durata e conservazione

Conservare il terreno pronto per l'uso a 2-8°C.

Materiali richiesti non in dotazione

Il presente elenco non è esaustivo.

Apparecchiatura

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

Materiali in dotazione

- Apparecchiatura di filtrazione
- Membrane filtranti ($\varnothing = 47$ mm, $\leq 0,45$ μ m)
- Pinzette per manipolazione delle membrane
- Agar Baird-Parker (numero catalogo 3564814, in forma disidratata, 500 g)

Tuorlo d'uovo tellurito (numero catalogo 3554201, pronto all'uso, 5 ml x 1 flaconcino; 3554205, pronto all'uso, 25 ml x 1 flacone)

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
- 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

- Subito prima dell'uso, aggiungere 5 ml di tuorlo d'uovo con tellurito di potassio e 2,5 ml di sulfametazina allo 0,2%, se necessario, al terreno di base Baird-Parker temperato (44-47°C)
- Miscelare accuratamente, versare in piastre di Petri (spessore di circa 4 mm) e lasciare solidificare

Inoculazione e incubazione

- Fare riferimento al manuale utente per Baird-Parker

Riferimenti

ISO 6888-1:2021. Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 1: Method using Baird-Parker agar medium.

ISO 6888-3:2003. Food microbiology – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 3: Detection and MPN method for small numbers.

Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero documento	Modifica
Settembre 2021	5090 Ver A	- Modifica importante - Nuova struttura del documento - Modifica al numero di documento – versione precedente: V3_05/08/11

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

Sulfamethazine Solution (0.2%)

Nº catálogo Descrição

3562682 **Sulfamethazine Solution (0.2%)**, pronto para uso, 1 ampola de 2,5 ml

Somente para uso em laboratório.

Uso previsto

Sulfametazina é usada na preparação do meio Baird-Parker como inibidor de crescimento para *Proteus*. Sua incorporação na preparação do meio (desidratado, pronto para usar) é definida no guia do usuário para Baird-Parker.

Apresentação

Pronto para uso

1 ampola de 2,5 ml

Prazo de validade e armazenamento

Armazene o meio pronto para uso a 2–8 °C.

Materiais necessários não fornecidos

Essa lista não é exaustiva.

Equipamento

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

Suprimentos

- Dispositivo de filtragem
- Membranas de filtro ($\varnothing = 47$ mm, $\leq 0,45$ μ m)
- Pinças para manuseio de membranas
- Ágar Baird-Parker (nº do catálogo 3564814, desidratado, 500 g)
- Telurito de gema de ovo (nº do catálogo 3554201, pronto para uso, 1 ampola de 5 ml; 3554205, pronto para uso, 1 frasco de 25 ml)

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
- O meio que entrou em contato com amostras de alimentos deve ser considerado contaminado e descartado de acordo com as regras e regulamentos locais
- 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 a recepção 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

- Antes do uso, adicione 5 ml de gema de ovo com telurito de potássio e 2,5 ml de 0,2% sulfametazina, se necessário, para têmpera (44–47 °C) Meio de base Baird-Parker
- Misture completamente, despeje em placas de Petri (espessura ~ 4 mm) e deixe solidificar

Inoculação e Incubação

- Consulte o guia de usuário para Baird-Parker

Referências

ISO 6888-1:2021. Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 1: Method using Baird-Parker agar medium.

ISO 6888-3:2003. Food microbiology – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 3: Detection and MPN method for small numbers.

Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Setembro de 2021	5090 Ver A	- Alteração importante - Novo design de documento - Alteração do número do documento — versão anterior: V3_05/08/11

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.

Sulfamethazine Solution (0.2%)

Referencia # Descripción

3562682 **Sulfamethazine Solution (0,2%)**, listo para usar, 2,5 ml x 1 vial

Sólo para uso en laboratorio.

Uso previsto

La sulfametazina se utiliza en la preparación del medio Baird-Parker como inhibidor del crecimiento para *Proteus*. Su incorporación en la preparación del medio (deshidratado, listo para usar) se describe en la guía del usuario de Baird-Parker.

Presentación

Listo para usar

2,5 ml x 1 vial

Vida útil y almacenamiento

Almacenar el medio listo para usar a 2–8 °C.

Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

Equipos

- Todo el equipo habitual del laboratorio
- Incubadoras o sala de incubación
- Balanzas
- Agitador/homogeneizador
- Vórtex

Fungibles

- Equipo de filtración
- Membranas de filtración ($\varnothing = 47$ mm, $\leq 0,45$ μ m)
- Pinzas para manipular las membranas
- Baird-Parker agar (referencia #3564814, deshidratado, 500 g)
- Egg yolk tellurite (referencia #3554201, listo para usar, 5 ml x 1 vial; 3554205, listo para usar, 25 ml x 1 frasco)

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
- 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 terminado se somete a un control de calidad según la norma EN ISO 11133 y sólo se comercializa si cumple los criterios de aceptabilidad. La documentación relativa a la producción y al control de calidad de cada lote se mantiene archivada.

Protocolo

Preparación

- Justo antes de su uso, añadir 5 ml de yema de huevo con telurita de potasio y 2,5 ml de sulfametazina al 0,2 %, si es necesario, al medio base Baird-Parker templado (44–47 °C)
- Mezclar bien, verter en placas de Petri (~ 4 mm de grosor) y dejar que solidifique

Inoculación e incubación

- Consulte la guía del usuario de Baird-Parker

Referencias

ISO 6888-1:2021. Microbiology of the food chain – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 1: Method using Baird-Parker agar medium.

ISO 6888-3:2003. Food microbiology – Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (*Staphylococcus aureus* and other species) – Part 3: Detection and MPN method for small numbers.

Historial de revisiones

Fecha de publicación	N.º de documento	Cambio
Septiembre de 2021	5090 Ver A	- Cambio significativo - Nuevo diseño del documento - Cambio en el número de documento - versión anterior: V3_05/08/11

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