

Tryptone Salt Diluent

Catalog #	Description
3555732	Tryptone Salt Diluent , ready-to-use, 225 ml x 6 bottles
3555754	Tryptone Salt Diluent , ready-to-use, 9 ml x 25 tubes
3555756	Tryptone Salt Diluent , ready-to-use, 90 ml x 6 bottles
3555796	Tryptone Salt Diluent , ready-to-use, 3 L x 4 bags
3564544	Tryptone Salt Diluent , dehydrated, 500 g

For laboratory use only.

Intended Use

Nonselective broth used to dilute microbiological test specimens.

Theoretical Composition

Enzymatic casein digest	1 g
Sodium chloride	8.5 g
Distilled water	1,000 ml
Final pH at 25°C = 7.0 ± 0.2	

Shelf Life and Storage

Store ready-to-use media at 15–25°C until the expiration date. Store dehydrated media at 15–25°C in a carefully sealed package in a cool and dry and place.

Required Materials Not Supplied

This list is not exhaustive.

Equipment

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

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

- Dissolve 9.5 g of powder in 1 L of distilled water
- Stir and heat as needed to obtain a homogenous suspension
- Autoclave at $121 \pm 1^\circ\text{C}$ for 15 min

500 g of powder makes 52.6 L of medium

References

ISO 6887-1:2017. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions.

ISO 6887-4:2017. Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products.

ISO 6887-5:2010. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products

ISO 8199:2018. Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture

Revision History

Release date	Document number	Change
April 2021	5044 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> - Major change - New document design - Document number change — previous version: V4 – 12/08/11

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

Tryptone Salt Diluent

Référence	Description
3555732	Tryptone Salt Diluent , prêt à l'emploi, 225 ml x 6 flacons
3555754	Tryptone Salt Diluent , prêt à l'emploi, 9 ml x 25 tubes
3555756	Tryptone Salt Diluent , prêt à l'emploi, 90 ml x 6 flacons
3555796	Tryptone Salt Diluent , prêt à l'emploi, 3 L x 4 poches
3564544	Tryptone Salt Diluent , base déshydratée, 500 g

Uniquement pour une utilisation en laboratoire

Usage prévu

Bouillon non sélectif utilisé pour diluer les échantillons d'analyse microbiologique.

Formule théorique

Digestat enzymatique de caséine	1 g
Chlorure de sodium	8,5 g
Eau distillée	1 000 ml

pH final à 25 °C = 7,0 ± 0,2

Durée de conservation et stockage

Milieu prêt à l'emploi : 15–25 °C jusqu'à la date d'expiration. Forme déshydratée : 15–25 °C en emballage soigneusement scellé, dans un endroit frais et sec.

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

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

- Dissoudre 9,5 g de poudre dans 1 L d'eau distillée
- Mélanger selon les besoins jusqu'à obtention d'une suspension homogène
- Stériliser en autoclave à 121 ± 1 °C pendant 15 min

500 g de poudre donnent 52,6 L de milieu

Références

ISO 6887-1:2017. Microbiologie de la chaîne alimentaire — Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique — Partie 1 : règles générales pour la préparation de la suspension mère et des dilutions décimales.

ISO 6887-4:2017. Microbiologie de la chaîne alimentaire — Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique — Partie 4 : règles spécifiques pour la préparation de produits variés.

ISO 6887-5:2010. Microbiologie de la chaîne alimentaire — Préparation des échantillons, de la suspension mère et des dilutions décimales en vue de l'examen microbiologique — Partie 5 : règles spécifiques pour la préparation du lait et des produits laitiers.

ISO 8199:2018. Qualité de l'eau — Exigences et lignes directrices générales pour les examens microbiologiques sur milieu de culture.

Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Avril 2021	5044 Ver A	- Modification importante - Nouvelle conception de document - Modification du numéro de document — version précédente : V4 – 12/08/11

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

Tryptone Salt Diluent

Katalog-Nr.	Beschreibung
3555732	Tryptone Salt Diluent , gebrauchsfertig, 6 Flaschen x 225 ml
3555754	Tryptone Salt Diluent , gebrauchsfertig, 25 Flaschen x 9 ml
3555756	Tryptone Salt Diluent , gebrauchsfertig, 6 Flaschen x 90 ml
3555796	Tryptone Salt Diluent , gebrauchsfertig, 4 Beutel x 3 L
3564544	Tryptone Salt Diluent , dehydriert, 500 g

Nur für die Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Nichtselektive Bouillon zum Verdünnen von mikrobiologischen Proben.

Theoretische Zusammensetzung

Enzymatisch verdautes Casein	1 g
Natriumchlorid	8,5 g
Destilliertes Wasser	1.000 ml
Finaler pH-Wert bei 25°C = 7,0 ± 0,2	

Haltbarkeit und Lagerung

Gebrauchsfertige Medien bis zum Ablauf des Verfallsdatums bei 15 – 25°C lagern. Dehydrierte Medien trocken und lichtgeschützt in der sorgfältig verschlossenen Packung bei 15 – 25°C lagern.

Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

Geräte

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

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

- 9,5 g Pulver in 1 L destilliertem Wasser lösen.
- Soweit erforderlich rühren und erhitzen, um eine homogene Suspension zu erhalten.
- In einem Autoklaven 15 Minuten bei $121 \pm 1^\circ\text{C}$ sterilisieren.

500 g Pulver ergeben 52,6 L Medium.

Literatur

ISO 6887-1:2017. Mikrobiologie der Lebensmittelkette — Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen — Teil 1: Allgemeine Regeln für die Herstellung von Erstverdünnungen und Dezimalverdünnungen.

ISO 6887-4:2017. Mikrobiologie der Lebensmittelkette — Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen — Teil 4: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von sonstigen Erzeugnissen.

ISO 6887-5:2010. Mikrobiologie der Lebensmittelkette — Vorbereitung von Untersuchungsproben und Herstellung von Erstverdünnungen und von Dezimalverdünnungen für mikrobiologische Untersuchungen — Teil 5: Spezifische Regeln für die Vorbereitung von Milch und Milcherzeugnissen.

ISO 8199:2018. Wasserbeschaffenheit — Allgemeine Anforderungen und Anleitung für mikrobiologische Untersuchungen mittels Kulturverfahren.

Revisionshistorie

Freigabedatum	Dokumentnummer	Änderung
April 2021	5044 Ver A	- Bedeutende Änderung - Neues Dokumentdesign - Änderung der Dokumentnummer — vorhergehende Version: V4 – 12/08/11

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

Tryptone Salt Diluent

N. catalogo	Descrizione
3555732	Tryptone Salt Diluent , pronto per l'uso, 225 ml x 6 flaconi
3555754	Tryptone Salt Diluent , pronto per l'uso, 9 ml x 25 provette
3555756	Tryptone Salt Diluent , pronto per l'uso, 90 ml x 6 flaconi
3555796	Tryptone Salt Diluent , pronto per l'uso, 3 L x 4 sacche
3564544	Tryptone Salt Diluent , in forma disidratata, 500 g

Esclusivamente per uso in laboratorio.

Uso previsto

Brodo non selettivo utilizzato per diluire campioni per test microbiologici.

Composizione teorica

Digerito enzimatico di caseina	1 g
Cloruro di sodio	8,5 g
Acqua distillata	1000 ml
pH finale a 25°C = 7,0 ± 0,2	

Durata e conservazione

Conservare i terreni pronti per l'uso a 15-25°C fino alla data di scadenza. Conservare il terreno disidratato a 15-25°C in una confezione accuratamente sigillata in un luogo fresco e asciutto.

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

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

- Sciogliere 9,5 g di polvere in 1 L di acqua distillata
- Agitare e riscaldare secondo necessità fino a ottenere una sospensione omogenea
- Autoclavare a $121 \pm 1^\circ\text{C}$ per 15 min

500 g di polvere producono 52,6 L di terreno

Riferimenti

ISO 6887-1:2017. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions.

ISO 6887-4:2017. Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products.

ISO 6887-5:2010. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products.

ISO 8199:2018. Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture.

Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero documento	Modifica
Aprile 2021	5044 Ver A	- Modifica importante - Nuova struttura del documento - Modifica al numero di documento – versione precedente: V4 – 12/08/11

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

Tryptone Salt Diluent

Nº catálogo	Descrição
3555732	Tryptone Salt Diluent , pronto para uso, 225 ml x 6 frascos
3555754	Tryptone Salt Diluent , pronto para uso, 9 ml x 25 tubos
3555756	Tryptone Salt Diluent , pronto para uso, 90 ml x 6 frascos
3555796	Tryptone Salt Diluent , pronto para uso, 3 L x 4 sacos
3564544	Tryptone Salt Diluent , desidratado, 500 g

Somente para uso em laboratório.

Uso previsto

Caldo não seletivo usado para diluir amostras de teste microbiológico.

Composição teórica

Digerido enzimático de caseína	1 g
Cloreto de sódio	8,5 g
Água destilada	1.000 ml
pH final a 25 °C = 7,0 ± 0,2	

Prazo de validade e armazenamento

Armazene os meios prontos para uso a 15–25 °C até a data de validade. Armazene o meio desidratado a 15–25 °C em uma embalagem cuidadosamente selada em um local frio e seco.

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

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

- Dissolva 9,5 g de pó em 1 L de água destilada
- Agite e aqueça conforme necessário para obter uma suspensão homogênea
- Esterilize em autoclave a 121 ± 1 °C por 15 min

500 g de pó faz 52,6 L de meio

Referências

ISO 6887-1:2017. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions.

ISO 6887-4:2017. Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products.

ISO 6887-5:2010. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products.

ISO 8199:2018. Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture.

Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Abril de 2021	5044 Ver A	- Alteração importante - Novo design de documento - Alteração do número do documento — versão anterior: V4 - 12/08/11

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.

Tryptone Salt Diluent

Referencia # Descripción

3555732	Tryptone Salt Diluent , listo para usar, 225 ml x 6 frascos
3555754	Tryptone Salt Diluent , listo para usar, 9 ml x 25 tubos
3555756	Tryptone Salt Diluent , listo para usar, 90 ml x 6 frascos
3555796	Tryptone Salt Diluent , listo para usar, 3 L x 4 bolsas
3564544	Tryptone Salt Diluent , deshidratado, 500 g

Sólo para uso en laboratorio.

Uso previsto

Caldo no selectivo utilizado para diluir muestras de pruebas microbiológicas.

Composición teórica

Peptona de Caseína (digestión enzimática)	1 g
Cloruro de sodio	8,5 g
Agua destilada	1.000 ml

pH final a 25°C = 7,0 ± 0,2

Vida útil y almacenamiento

Almacenar los medios listos para su uso a 15-25 °C hasta la fecha de caducidad. Almacenar el medio deshidratado a 15-25 °C en un envase cuidadosamente sellado y en un lugar fresco y seco.

Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

Equipos

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

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

- Disolver 9,5 g de polvo en 1 L de agua destilada
- Agitar y calentar según sea necesario para obtener una suspensión homogénea
- Esterilizar en autoclave a 121 ± 1 °C durante 15 min

500 g de polvo permite obtener 52,6 L de medio

Referencias

ISO 6887-1:2017. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions.

ISO 6887-4:2017. Microbiology of the food chain — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 4: Specific rules for the preparation of miscellaneous products.

ISO 6887-5:2010. Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination — Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products

ISO 8199:2018. Water quality - General requirements and guidance for microbiological examinations by culture

Historial de revisiones

Fecha de publicación	N.º de documento	Cambio
Abril de 2021	5044 Ver A	- Cambio significativo - Nuevo diseño del documento - Cambio en el número de documento — versión anterior: V4 – 12/08/11

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