

## Physiological Sterile Water (0.85%) Broth

Catalog #	Description
3554164	<b>Physiological Sterile Water (0.85%) Broth</b> , ready-to-use, 9 ml x 25 tubes

For laboratory use only.

### Intended Use

0.85% physiological water is generally used for the standardization of inoculum (dilutions) based on samples.

### Theoretical Composition

NaCl	8.5 g
Water	1,000 ml

### Shelf Life and Storage

Store ready-to-use medium at 15–25°C.

### Required Materials Not Supplied

This is a non-exhaustive list.

### Equipment

- All usual laboratory equipment

### Supplies

- Distilled water

### 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](http://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.

### Revision History

Release date	Document number	Change
September 2022	5112 Ver A	<ul style="list-style-type: none"><li>Major change</li><li>New document design</li><li>Document number change — previous version: V2-05-08-11</li></ul>

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

## Physiological Sterile Water (0.85%) Broth

Référence Description

3554164 **Physiological Sterile Water (0.85%) Broth**, prêt à l'emploi, 9 ml x 25 tubes

Uniquement pour une utilisation en laboratoire.

### Usage prévu

L'eau physiologique 0,85 % est généralement utilisée pour la standardisation des inoculums (dilutions) à partir des échantillons.

### Formule théorique

NaCl 8,5 g  
Eau 1 000 ml

### Durée de conservation et stockage

Conservation du milieu prêt à l'emploi à 15–25 °C.

### Matériel requis non fourni

Liste non exhaustive.

#### Matériel

- Tout le matériel de laboratoire habituel

#### Produits

- Eau distillée

### 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](http://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.

### Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Septembre 2022	5112 Ver A	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modification importante</li><li>- Nouvelle conception de document</li><li>- Modification du numéro de document — version précédente : V2-05-08-11</li></ul>

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

# Physiological Sterile Water (0.85%) Broth

Katalog-Nr. Beschreibung

3554164 **Physiological Sterile Water (0.85%) Broth**, gebrauchsfertig, 25 Röhrchen x 9 ml

Nur für die Verwendung im Labor.

## Verwendungszweck

0,85 % physiologisches steriles Wasser wird im Allgemeinen für die Standardisierung von Inokulum (Verdünnungen) basierend auf Proben verwendet.

## Theoretische Zusammensetzung

NaCl	8,5 g
Wasser	1.000 ml

## Haltbarkeit und Lagerung

Das gebrauchsfertige Medium bei 15 – 25°C lagern.

## Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

### Geräte

- Alle üblichen Laborgeräte

### Zubehör

- Destilliertes Wasser

## 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](http://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.

## Revisionshistorie

Versionsdatum	Dokumentnummer	Änderung
September 2022	5112 Ver A	- Bedeutende Änderung - Neues Dokumentdesign - Änderung der Dokumentnummer — vorhergehende Version: V2-05-08-11

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

## Physiological Sterile Water (0.85%) Broth

N. catalogo Descrizione

3554164 **Physiological Sterile Water (0.85%) Broth**, pronto per l'uso, 9 ml x 25 provette

Esclusivamente per uso in laboratorio.

### Uso previsto

La soluzione fisiologica allo 0,85% è generalmente utilizzata per la standardizzazione dell'inoculo (diluizioni) basata sui campioni.

### Composizione teorica

NaCl	8,5 g
Acqua	1.000 ml

### Durata e conservazione

Conservare il terreno pronto per l'uso a 15-25°C.

### Materiali richiesti non in dotazione

Elenco non completo.

### Apparecchiatura

- Tutta la normale apparecchiatura di laboratorio

### Materiali

- Acqua distillata

### 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.

### Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero di documento	Modifica
Settembre 2022	5112 Ver A	<ul style="list-style-type: none"><li>- Modifica importante</li><li>- Nuova struttura del documento</li><li>- Modifica al numero di documento – versione precedente: V2-05-08-11</li></ul>

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

## Physiological Sterile Water (0.85%) Broth

Nº catálogo Descrição

3554164 **Physiological Sterile Water (0.85%) Broth**, pronto para uso, 9 ml x 25 tubos

Somente para uso em laboratório.

### Uso previsto

A água fisiológica a 0,85% é usada normalmente para a padronização da inoculação (diluições) com base em amostras.

### Composição teórica

NaCl	8,5 g
Water	1.000 ml

### Prazo de validade e armazenamento

Armazene o meio pronto para uso a 15–25 °C.

### Materiais necessários não fornecidos

Esta lista não é exaustiva.

### Equipamento

- Todo o equipamento comum de laboratório

### Suprimentos

- Água destilada

### 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
- Para informações de segurança do produto SDS e certificado de análise, visite [bio-rad.com](http://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.

### Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Setembro de 2022	5112 Ver A	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alteração importante</li><li>- Novo design de documento</li><li>- Alteração do número do documento — versão anterior: V2-05-08-11</li></ul>

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.

## Physiological Sterile Water (0.85%) Broth

Referencia # Descripción

3554164 **Physiological Sterile Water (0.85%) Broth**, listo para usar, 9 ml x 25 tubos

Solo para uso en laboratorio.

### Uso previsto

Para la estandarización del inóculo (diluciones) a partir de las muestras se utiliza generalmente agua fisiológica al 0,85 %.

### Composición teórica

NaCl	8,5 g
Agua	1.000 ml

### Vida útil y conservación

Almacenar el medio listo para su uso a 15-25 °C.

### Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

### Equipos

- Todo el equipo habitual del laboratorio

### Fungibles

- Agua destilada

### 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](http://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 solo 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.

### Historial de revisiones

Fecha de publicación	Número de documento	Cambio
Septiembre de 2022	5112 Ver A	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cambio significativo</li><li>- Nuevo diseño del documento</li><li>- Cambio en el número de documento - versión anterior: V2-05-08-11</li></ul>

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