

## Buffered Peptone Water Standard

Catalog #	Description
12013260	<b>BPW Standard</b> , 5 L x 2 bags
12013259	<b>BPW Standard</b> , dehydrated, 500 g
12013258	<b>BPW Standard</b> , dehydrated, 5 kg

For laboratory use only.

### Intended Use

Buffered Peptone Water (BPW) Standard is used as diluent and nutritive enrichment broth for the resuscitation and growth of a wide variety of microorganisms including *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli*, and *Salmonella* in all food products, animal feed products, and water samples.

### Principle

The specific selection of peptone allows a high level of nutritivity. In combination with the phosphate buffer's maintenance of a steady pH and osmotic balance, thanks to the presence of chloride sodium, BPW Standard offers favorable conditions for the recovery and growth of a wide range of microorganisms from a variety of matrices.

### Theoretical Composition

Enzymatic casein digest 10 g

Sodium chloride 5 g

Potassium dihydrogenphosphate 1.5 g

Disodium hydrogen phosphate 3.5 g

Final pH at 25°C = 7.0 ± 0.2

### Shelf Life and Storage

Store dehydrated at 15–25°C in a carefully sealed package in a dry and dark place.

Store liquid at 15–25°C.

### Required Materials Not Supplied

This is a non-exhaustive list.

#### 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](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.

## Protocol

### Dehydrated BPW Standard Preparation

- Dissolve 20 g of BPW Standard in 1,000 ml of sterile distilled water
- Mix, heating if necessary, until a homogeneous suspension is obtained
- Dispense in appropriate container
- Sterilize in autoclave at  $121 \pm 1^\circ\text{C}$  for 15 min.

### Sample Preparation and Enrichment Protocol

- Dilute sample according to the standard method applicable to the product concerned

## References

ISO 11290-2:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. – Part 2: enumeration method

ISO 19250:2013 – Water quality – Detection of *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal methods for the detection and enumeration of *Enterobacteriaceae* – Part 1: detection of *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection of *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella* – Part 1: Detection of *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiology of the food chain – 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 6887-5:2010 – 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

## Revision History

Release date	Document number	Change
06-12-2020	10000128738 Ver A	- New document

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

# Buffered Peptone Water Standard

N° de catalogue	Description
12013260	<b>BPW Standard</b> , 5 L x 2 poches
12013259	<b>BPW Standard</b> , base déshydratée, 500 g
12013258	<b>BPW Standard</b> , base déshydratée, 5 kg

For laboratory use only.

## Usage prévu

L'eau peptonée tamponnée (EPT) Standard (Buffered Peptone Water Standard) est utilisée en tant que diluant et bouillon d'enrichissement nutritif pour la revivification et la croissance d'une grande variété de microorganismes, notamment *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* et *Salmonella* pour tous aliments d'alimentation humaine, produits pour l'alimentation animales et les échantillons d'eau.

## Principe

La sélection spécifique de peptones permet un haut niveau nutritif. Grâce au système de tampon phosphate (maintien d'un pH stable et d'un équilibre osmotique) et à la présence de chlorure de sodium, l'eau peptonée tamponnée (EPT) Standard offre des conditions favorables à la revivification et à la croissance d'une grande variété de microorganismes issus de différentes matrices.

## Formule théorique

Digestat enzymatique de caséine 10 g  
Chlorure de sodium 5 g  
Dihydrogénophosphate de potassium 1,5 g  
Hydrogénophosphate de disodium 3,5 g  
pH final 25°C = 7,0 ± 0,2

## Durée de conservation et stockage

Déshydratée : 15°C–25°C en emballage soigneusement scellé, dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.  
Format liquide : 15°C–25°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

## 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 d'aliments doivent être considérés comme contaminés et doivent être éliminés conformément aux règles et réglementations locales.
- Pour obtenir les informations sur la 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.

## Protocole

### Préparation de la base déshydratée BPW Standard

- Dissoudre 20 g de BPW Standard dans 1 000 ml d'eau distillée stérile.
- Mélanger, chauffer si nécessaire, jusqu'à obtention d'une suspension homogène.
- Répartir dans des récipients appropriés.
- Stériliser en autoclave à  $121 \pm 1^\circ\text{C}$  pendant 15 min.

### Préparation de l'échantillon et protocole d'enrichissement

- Diluer l'échantillon conformément à la méthode normalisée applicable au produit concerné.

## Références

ISO 11290-2:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour la recherche et le dénombrement de *Listeria monocytogenes* et de *Listeria* spp. – Partie 2 : Méthode de dénombrement

ISO 19250:2013 – Qualité de l'eau – Recherche de *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale par la recherche et le dénombrement des *Enterobacteriaceae* – Partie 1 : Recherche des *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour la recherche de *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiologie de la chaîne alimentaire – Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des *Salmonella* – Partie 1 : Recherche des *Salmonella* spp.

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 6887-5:2010 – Microbiologie des aliments – 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

## Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
12-06-2020	10000128738 Ver A	- Nouveau document

BIO-RAD est une marque déposée de Bio-Rad Laboratories, Inc.

Toutes les marques déposées utilisées dans ce document appartiennent à leur propriétaire respectif.

---

# Buffered Peptone Water Standard

Katalog-Nr.	Beschreibung
12013260	<b>BPW Standard</b> , 2 Beutel mit je 5 L
12013259	<b>BPW Standard</b> , dehydriert, 500 g
12013258	<b>BPW Standard</b> , dehydriert, 5 kg

---

Nur zur Verwendung im Labor.

---

## Verwendungszweck

Gepuffertes Peptonwasser (BPW) Standard wird als Verdünnungsmittel und Anreicherungs-nährbouillon zur Reaktivierung und zur Anzucht einer Vielzahl von Mikroorganismen einschließlich *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* und *Salmonella* in allen Lebensmittel-, Futtermittel- und Wasserproben verwendet.

## Prinzip

Durch die spezielle Auswahl an Pepton handelt es sich um eine sehr hochwertige Nährbouillon. Neben der Aufrechterhaltung eines konstanten pH-Wertes und eines osmotischen Gleichgewichtes durch den Phosphatpuffer sorgt BPW Standard durch das Vorhandensein von Natriumchlorid für günstige Bedingungen für die Wiederfindung und das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen aus verschiedenen Matrices.

## Theoretische Zusammensetzung

10 g enzymatisch verdautes Casein  
5 g Natriumchlorid  
1,5 g Kaliumdihydrogenphosphat  
3,5 g Dinatriumhydrogenphosphat  
Finaler pH-Wert bei 25 °C = 7,0 ± 0,2

## Haltbarkeit und Lagerung

Trocken und lichtgeschützt in der sorgfältig verschlossenen Packung bei 15–25°C aufbewahren.  
Flüssigmedien bei 15–25°C aufbewahren.

## 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 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 gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu entsorgen.
- Sicherheitsdatenblätter (SDS) und Analysezertifikate für die Produkte sind auf [bio-rad.com](http://bio-rad.com) erhältlich.

## Qualitätskontrolle

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

## Protokoll

### Zubereitung von dehydriertem BPW Standard

- 20 g BPW Standard in 1.000 ml sterilem destilliertem Wasser lösen.
- Gegebenenfalls erwärmen und mischen, bis eine homogene Suspension hergestellt ist.
- In ein geeignetes Behältnis geben.
- In einem Autoklaven 15 min bei  $121 \pm 1^\circ\text{C}$  sterilisieren.

### Probenvorbereitung und Anreicherungsprotokoll

- Die Probe nach der für das jeweilige Produkt geltenden Standardmethode verdünnen.

## Literatur

ISO 11290-2:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von *Listeria monocytogenes* und von *Listeria* spp. – Teil 2: Zählverfahren

ISO 19250:2013 – Wasserbeschaffenheit – Bestimmung von *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von *Enterobacteriaceae* – Teil 1: Nachweis von *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren zum Nachweis von *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen – Teil 1: Nachweis von *Salmonella* spp.

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 6887-5:2010 – 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

## Revisionshistorie

Versionsdatum	Dokumentnummer	Änderung
06-12-2020	10000128738 Ver A	- Neues Dokument

BIO-RAD ist eine Marke der Bio-Rad Laboratories, Inc.  
Alle hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Firmen.

## Buffered Peptone Water Standard

N. catalogo	Descrizione
12013260	<b>BPW Standard</b> , 5 L x 2 sacche
12013259	<b>BPW Standard</b> , disidratata, 500 g
12013258	<b>BPW Standard</b> , disidratata, 5 kg

Per esclusivo uso di laboratorio.

### Uso previsto

L'acqua peptonata tamponata standard (Buffered Peptone Water Standard) viene utilizzata come brodo di arricchimento diluente e nutritivo per promuovere il recupero e la crescita di un'ampia varietà di microrganismi tra cui *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* e *Salmonella* in tutti i prodotti alimentari, alimenti per animali e campioni d'acqua.

### Principio

La selezione specifica di peptone consente un elevato livello di nutrimento. In combinazione con il mantenimento di un costante equilibrio osmotico e di pH del tampone fosfato, grazie alla presenza di cloruro di sodio, la BPW standard offre condizioni favorevoli per il recupero e la crescita di una vasta gamma di microrganismi da una varietà di matrici.

### Composizione teorica

Digerito enzimatico di caseina 10 g  
Cloruro di sodio 5 g  
Potassio diidrogeno fosfato 1,5 g  
Disodio idrogeno fosfato 3,5 g  
pH finale a 25°C = 7,0 ± 0,2

### Conservazione e durata

Conservare il terreno disidratato a 15-25°C in una confezione accuratamente sigillata in un luogo buio e asciutto.  
Conservare il terreno liquido a 15-25°C.

### Materiali necessari non forniti

Elenco non completo.

#### Apparecchiatura

- Tutte le abituali attrezzature da laboratorio
- Incubatori o stanza di incubazione
- Bilance
- Agitatore/omogeneizzatore
- Vortexer

### Precauzioni

- Attenersi alle pratiche di laboratorio corrette (EN ISO 7218). Quando si lavora con batteri vivi potenzialmente infettivi, indossare dispositivi di protezione adeguati, come guanti e camici da laboratorio.
- I supporti che sono entrati in contatto con campioni alimentari devono essere considerati contaminati e devono essere smaltiti in conformità con le norme e i regolamenti locali
- Per la scheda di sicurezza (SDS) con le informazioni sulla sicurezza del prodotto e il certificato di analisi, visitare [bio-rad.com](http://bio-rad.com)

### Controllo qualità

Ciascun prodotto fabbricato e distribuito da Bio-Rad è soggetto a una procedura di garanzia qualità in tutte le fasi, dal ricevimento delle materie prime alla distribuzione del prodotto finito. Ogni batch di prodotto finito viene sottoposto al controllo qualità secondo la EN ISO 11133 e viene distribuito soltanto se soddisfa i criteri di accettabilità. La documentazione relativa alla produzione e al controllo di qualità di ciascun batch viene conservata in archivio.

## Protocollo

### Preparazione della BPW standard disidratata

- Sciogliere 20 g di BPW standard in 1.000 ml di acqua distillata sterile
- Miscelare, riscaldando se necessario, fino ad ottenere una sospensione omogenea
- Distribuire in un contenitore appropriato
- Sterilizzare in autoclave a  $121 \pm 1^\circ\text{C}$  per 15 min.

### Preparazione del campione e protocollo di arricchimento

- Diluire il campione secondo il metodo standard applicabile al prodotto in esame

## Riferimenti

ISO 11290-2:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodo orizzontale per la ricerca e la conta di *Listeria monocytogenes* e *Listeria* spp. – Parte 2: Metodo per la conta

ISO 19250:2013 – Qualità dell'acqua – Ricerca di *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodi orizzontali per la ricerca e la conta di *Enterobacteriaceae* – Parte 1: Ricerca di *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodo orizzontale per la ricerca di *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Metodo orizzontale per la ricerca, la conta e la sierotipizzazione di *Salmonella* – Parte 1: Ricerca di *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiologia della catena alimentare – Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica – Parte 1: Regole generali per la preparazione della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali

ISO 6887-5:2010 – Microbiologia di alimenti e mangimi per animali – Preparazione dei campioni di prova, della sospensione iniziale e delle diluizioni decimali per l'analisi microbiologica – Parte 5: Regole specifiche per la preparazione di latte e prodotti derivati

## Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero documento	Modifica
06-12-2020	10000128738 Ver A	- Nuovo documento

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



## Buffered Peptone Water Standard

Nº do catálogo	Descrição
12013260	<b>BPW Standard</b> , 2 sacos de 5 L
12013259	<b>BPW Standard</b> , desidratada, 500 g
12013258	<b>BPW Standard</b> , desidratada, 5 kg

Apenas para uso laboratorial.

### Uso previsto

A Água Peptonada Tamponada (BPW) Standard é usada como diluente e caldo de enriquecimento nutritivo para a ressuscitação e crescimento de uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli*, e *Salmonella* em todos os produtos alimentícios, produtos de alimento para animais e amostras de água.

### Princípio

A seleção específica de peptona permite um alto nível de nutrição. Em combinação com a manutenção do tampão de fosfato de um pH fixo e equilíbrio osmótico, graças à presença de cloreto de sódio, a BPW oferece condições favoráveis para a recuperação e crescimento de uma ampla gama de micro-organismos de uma variedade de matrizes.

### Composição teórica

Digerido de caseína enzimático 10 g  
Cloreto de sódio 5 g  
Dihidrogenofosfato de potássio 1,5 g  
Hidrogenofosfato dissódico 3,5 g  
pH final a 25°C = 7,0 ± 0,2

### Prazo de Validade e Armazenamento

Armazenar desidratado a 15-25°C em uma embalagem cuidadosamente vedada e em um ambiente seco e escuro. Armazene o líquido a 15-25 °C.

### Materiais necessários não fornecidos

Esta lista não é exaustiva.

#### Equipamento

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

### 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](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 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 BPW Standard Desidratada

- Dissolva 20 g de BPW Standard em 1.000 ml de água destilada estéril
- Misture, aquecendo se necessário, até obter uma suspensão homogênea
- Coloque em um recipiente adequado
- Esterilize em autoclave a  $121 \pm 1^\circ\text{C}$  for 15 min.

### Protocolo de preparação de amostra e enriquecimento

- Dilua a amostra de acordo com o método padrão aplicável ao respectivo produto

## Referências

ISO 11290-2:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection and enumeration of *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. – Part 2: enumeration method

ISO 19250:2013 – Water quality – Detection of *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal methods for the detection and enumeration of *Enterobacteriaceae* – Part 1: detection of *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection of *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiology of the food chain – Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of *Salmonella* – Part 1: Detection of *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiology of the food chain – 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 6887-5:2010 – 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

## Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
12-06-2020	10000128738 Ver A	- Novo documento

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.

# Buffered Peptone Water Standard

Referencia #	Descripción
12013260	<b>BPW Standard</b> , 5 L x 2 bolsas
12013259	<b>BPW Standard</b> , deshidratado, 500 g
12013258	<b>BPW Standard</b> , deshidratado, 5 kg

---

Sólo para uso en laboratorio.

---

## Uso previsto

El Agua de Peptona Tamponada (APT) Standard se utiliza como diluyente y caldo de enriquecimiento nutritivo para la resuscitación y el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos como *Cronobacter*, *Enterobacteriaceae*, *Escherichia coli* y *Salmonella* en todos los productos alimentarios, productos de alimentación animal y muestras de agua.

## Principio

La selección específica de la peptona permite un alto nivel de actividad nutritiva. Gracias al tampón fosfato, que permite el mantenimiento de un pH estable y el equilibrio osmótico, combinado con la presencia de cloruro de sodio, el APT Standard ofrece condiciones favorables para la recuperación y el crecimiento de una amplia gama de microorganismos en diferentes matrices.

## Composición teórica

Peptona de Caseína (digerido enzimático) 10 g

Cloruro de sodio 5 g

Dihidrogenofosfato de potasio 1,5 g

Fosfato disódico de hidrógeno 3,5

pH final a 25 °C = 7,0 ± 0,2

## Vida útil y almacenamiento

Almacenar deshidratado a 15-25 °C en un envase cuidadosamente sellado en un lugar seco y oscuro.

Almacenar líquido a 15-25 °C.

## Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta es una lista no exhaustiva.

### Equipo

- Todo el equipo habitual en laboratorio
- Incubadoras 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](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 procedimiento de garantía de calidad en todas las etapas, desde la recepción de las materias primas hasta la comercialización de los productos acabados. Cada lote de producto acabado 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 el control de calidad de cada lote es archivada.

## Protocolo

### Preparación de BPW Standard deshidratada

- Disolver 20 g de BPW Standard en 1.000 ml de agua destilada estéril
- Mezclar, calentando si es necesario, hasta obtener una suspensión homogénea
- Dispensar en un recipiente apropiado
- Esterilizar en autoclave a  $121 \pm 1$  °C durante 15 min.

### Preparación de la muestra y protocolo de enriquecimiento

- Diluir la muestra según el método normalizado aplicable al producto en cuestión

## Referencias

ISO 11290-2:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección y el recuento de *Listeria monocytogenes* and of *Listeria* spp. — Parte 2: Método de recuento

ISO 19250:2013 – Calidad del agua – Detección de *Salmonella* spp.

ISO 21528-1:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección y el recuento de *Enterobacteriaceae* Parte 1: Detección de *Enterobacteriaceae*

ISO 22964:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección de *Cronobacter* spp.

ISO 6579-1:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Método horizontal para la detección, enumeración y serotipado de *Salmonella* – Parte 1: Detección de *Salmonella* spp.

ISO 6887-1:2017 – Microbiología de la cadena alimentaria – Preparación de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para examen microbiológico – Parte 1: Reglas generales para la preparación de la suspensión inicial y las diluciones decimales

ISO 6887-5:2010 – Microbiología de los alimentos para consumo humano y animal – Preparación de las muestras de ensayo, suspensión inicial y diluciones decimales para examen microbiológico – Parte 5: Reglas específicas para la preparación de leche y productos lácteos

## Historial de revisiones

Fecha de lanzamiento	Número de documento	Cambio
06-12-2020	10000128738 Ver A	- Documento nuevo

BIO-RAD es una marca registrada de Bio-Rad Laboratories, Inc.

Todas las marcas comerciales utilizadas en el presente documento son propiedad de sus respectivos dueños.