



Meat-Liver Dextrose Agar

Catalog # Description
12017469 **Meat-Liver Dextrose Agar**, ready-to-use, 7.5 ml x 30 tubes

For laboratory use only.

Intended Use

Medium used to identify the respiratory mode of bacteria and for the deep isolation of anaerobes.

Principle

The nutrient substances provided by the meat-liver base, and the glucose used as an energy source, favor the growth of most anaerobic bacteria.

Theoretical Composition

Meat-liver base	30 g
Glucose	2 g
Agar	6 g
Distilled water	1,000 ml
Final pH at 25°C	= 7.6 ± 0.2

Shelf Life and Storage

Store ready-to-use medium at 2–8°C.

Required Materials Not Supplied

This is a non-exhaustive list.

Equipment

- All usual laboratory equipment
- Scales
- Hotplate
- Mixer-homogenizer
- Water-bath, precise to ± 1°C
- Thermostatically-controlled incubator or incubation room, precise to ± 1°C

Supplies

- Distilled water
- Test tubes with autoclave-proof stoppers
- Sterile pipettes or inoculating loop
- Sterile weighing 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
- For SDS product safety information and certificate of analysis, visit bio-rad.com

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

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

Inoculation and incubation

- At the moment of use, place the medium in a boiling water-bath until completely melted
- Leave it to cool to 44–47°C

Detection of respiratory mode

- Immerse the tip of a flame-sterilized Pasteur pipette in the bacterial test culture
- Drain the tip, then place the inoculum in the bottom of the tube, twisting up-and-down several times

Isolation of anaerobes

- On completion of the preceding step, and to use up all the inoculum, continue with a second tube, then a third, and so on until the eighth tube
- Immediately immerse the inoculated tubes in cold water in a vertical position
- Place them in an incubator at 37°C and observe for 1–7 days

Reading and Interpretation

Identification of respiratory mode

After the period of incubation required for bacterial growth, four main types of respiratory mode can be observed:

- Strict aerobes develop only in the superficial zone
- Strict anaerobes develop only at depth
- Facultative aerobes-anaerobes develop along the top of the medium
- Microaerobes form a ring in the intermediate aerobiosis-anaerobiosis zone

Isolation of anaerobic bacteria

- After incubation, observe shape and color of colonies
- Retain only the tubes containing well isolated colonies
- Subculture on a solid or liquid medium for identification
- The tube of medium may be fractured by gases released during growth. In this case, an early reading must be taken of tubes containing the minimum number of colonies

Revision History

Release date	Document number	Change
October 2022	5121 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> Major change New document design Document number change – previous version: V4_05/08/11

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

Meat-Liver Dextrose Agar

Référence	Description
12017469	Meat-Liver Dextrose Agar , prêt à l'emploi, 7,5 ml x 30 tubes

Uniquement pour une utilisation en laboratoire.

Usage prévu

Milieu utilisé pour l'identification du mode respiratoire des bactéries ainsi que pour l'isolement en profondeur des anaérobies.

Principe

Les substances nutritives fournies par la base viande foie et le glucose en tant que source d'énergie favorisent la croissance de la plupart des bactéries anaérobies.

Formule théorique

Base viande foie	30 g
Glucose	2 g
Agar	6 g
Eau distillée	1 000 ml
pH final à 25 °C = 7,6 ± 0,2	

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
- Balances
- Plaque chauffante
- Mélangeur-homogénéisateur
- Bain-marie, précision ± 1 °C
- Incubateur ou salle d'incubation thermostaté(e), précision ± 1 °C

Produits

- Eau distillée
- Tubes de test avec bouchons autoclavables
- Pipettes stériles ou anse d'inoculation
- 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
- Pour obtenir les informations sur la sécurité du produit (fiche de données de sécurité, FDS) et le certificat d'analyse, visiter **bio-rad.com**

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

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

Inoculation et incubation

- Au moment de l'utilisation, placer le milieu dans un bain-marie bouillant jusqu'à la fonte complète
- Laisser refroidir jusqu'à 44–47 °C

Recherche du mode respiratoire

- Plonger l'embout d'une pipette Pasteur stérilisée par flambage dans la culture bactérienne à tester
- Égoutter l'embout, puis placer l'inoculum dans le fond du tube, remonter et redescendre en effectuant un mouvement de torsion à plusieurs reprises

Isolement des anaérobies

- À la suite de l'étape précédente et de façon à utiliser la totalité de l'inoculum, poursuivre avec un deuxième tube, puis un troisième etc. jusqu'à huit tubes
- Plonger aussitôt dans l'eau froide les tubes inoculés, en position verticale
- Placer ensuite les tubes dans un incubateur à 37 °C et observer pendant 1 à 7 jours

Lecture et interprétation

Identification du mode respiratoire

Après la période d'incubation nécessaire à la croissance bactérienne, il est possible d'observer quatre types principaux de mode respiratoire :

- les aérobies stricts se développent uniquement dans la zone superficielle
- les anaérobies stricts se développent uniquement en profondeur
- les aérobies-anaérobies facultatifs se développent sur toute la hauteur du milieu
- les organismes microaérophiles forment un anneau dans la zone intermédiaire aérobie-anaérobie

Isolement des bactéries anaérobies

- Après incubation, observez la forme et la couleur des colonies
- Retenir uniquement les tubes contenant des colonies bien isolées
- Procéder à un repiquage sur un milieu solide ou liquide pour identification
- Le tube de milieu peut être fragmenté par des gaz produits durant la croissance. Dans ce cas, une lecture précoce sera effectuée sur les tubes contenant le nombre minimum de colonies

Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Octobre 2022	5121 Ver A	- Modification importante - Nouvelle conception de document - Modification du numéro de document — version précédente : V4_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.

Meat-Liver Dextrose Agar

Katalog-Nr. Beschreibung

12017469 **Meat-Liver Dextrose Agar**, gebrauchsfertig, 30 Röhrrchen x 7,5 ml

Nur für die Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Medium zur Identifizierung des Atmungsmodus von Bakterien und zur Tiefenisolierung von Anaerobiern.

Prinzip

Die von der Fleisch-Leber-Basis bereitgestellten Nährstoffe und die als Energiequelle verwendete Glukose begünstigen das Wachstum der meisten anaeroben Bakterien.

Theoretische Zusammensetzung

Fleisch-Leber Basis	30 g
Glukose	2 g
Agar	6 g
Destilliertes Wasser	1.000 ml
Finaler pH-Wert bei 25°C	= 7,6 ± 0,2

Haltbarkeit und Lagerung

Das gebrauchsfertige Medium bei 2 – 8°C lagern.

Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

Geräte

- Alle üblichen Laborgeräte
- Waagen
- Heizplatte
- Mischer-Homogenisator
- Wasserbad, Genauigkeit bis ± 1°C
- Thermostatisch regulierter Inkubator oder Inkubationsraum, Genauigkeit bis ± 1°C

Zubehör

- Destilliertes Wasser
- Teströhrrchen mit autoklavierbarem Stopfen
- Sterile Pipetten oder Impfösen
- Sterile Wäagebeutel

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

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

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

Beimpfung und Inkubation

- Das Medium zum Zeitpunkt der Verwendung in ein kochendes Wasserbad geben, bis es vollständig geschmolzen ist
- Auf 44 – 47°C abkühlen lassen

Nachweis des Atmungsmodus

- Die Spitze einer über einer Flamme sterilisierten Pasteur-Pipette in die zu testende Bakterienkultur eintauchen
- Die Spitze abtropfen lassen, dann das Inokulum auf den Boden des Röhrchens geben und das Röhrchen mehrmals auf und ab schwenken

Isolierung von Anaerobiern

- Nach Abschluss des vorhergehenden Schritts mit einem zweiten Röhrchen, dann mit einem dritten und so weiter bis zum achten Röhrchen fortfahren, um das gesamte Inokulum zu verbrauchen
- Die beimpften Röhrchen sofort senkrecht in kaltes Wasser tauchen
- In einen Inkubator bei 37°C stellen und 1 – 7 Tage lang beobachten

AbleSEN und Auswerten der Ergebnisse

Identifizierung des Atmungsmodus

Nach der für das Bakterienwachstum erforderlichen Inkubationszeit sind vier Haupttypen bezüglich des Atmungsmodus festzustellen:

- Strikte Aerobier entwickeln sich nur in der oberflächlichen Zone
- Strikte Anaerobier entwickeln sich nur in der Tiefe
- Fakultative Aerobier-Anaerobier entwickeln sich oben im Medium
- Mikroaerobier bilden einen Ring in der Zwischenzone zwischen Aerobiose und Anaerobiose

Isolierung anaerober Bakterien

- Nach der Inkubation Form und Farbe der Kolonien beobachten
- Nur die Röhrchen aufbewahren, die gut isolierte Kolonien enthalten
- Subkultur auf einem festen oder flüssigen Medium zur Identifizierung
- Das Mediumröhrchen kann aufgrund von während des Wachstums freigesetzten Gasen bersten. In diesem Fall müssen Röhrchen mit der Mindestzahl an Kolonien frühzeitig abgelesen werden

Revisionshistorie

Versionsdatum	Dokumentnummer	Änderung
Oktober 2022	5121 Ver A	- Bedeutende Änderung - Neues Dokumentdesign - Änderung der Dokumentnummer – vorhergehende Version: V4_05/08/11

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

Meat-Liver Dextrose Agar

Numero catalogo	Descrizione
12017469	Meat-Liver Dextrose Agar , pronto per l'uso, 7,5 ml x 30 provette

Esclusivamente per uso in laboratorio.

Uso previsto

Terreno utilizzato per identificare la modalità respiratoria dei batteri e per l'isolazione profonda degli anaerobi.

Principio

Le sostanze nutritive fornite dalla base di fegato di carne e il glucosio usati come fonte di energia favoriscono la crescita della maggior parte dei batteri anaerobici.

Composizione teorica

Base di fegato di carne	30 g
Glucosio	2 g
Terreno di coltura agar	6 g
Acqua distillata	1000 ml
pH finale a 25°C = 7,6 ± 0,2	

Durata e conservazione

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

Materiali richiesti non in dotazione

Elenco non completo.

Apparecchiatura

- Tutta la normale apparecchiatura di laboratorio
- Bilance
- Fornello elettrico
- Miscelatore-omogeneizzatore
- Bagnomaria, con precisione di ± 1°C
- Incubatore o camera di incubazione con controllo termostatico, con precisione di ± 1°C

Materiali

- Acqua distillata
- Provette per test con tappi sterilizzabili in autoclave
- Pipette sterili oppure occhiello per inoculazione
- Sacchi per pesata 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
- Per informazioni sulla sicurezza del prodotto (schede dati di sicurezza) e il certificato di analisi, visitare **bio-rad.com**

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

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

Inoculazione e incubazione

- Al momento dell'uso, posizionare il terreno in acqua bollente a bagnomaria fino allo scioglimento completo
- Lasciare raffreddare a 44-47°C

Rilevazione della modalità respiratoria

- Immergere la punta della pipetta Pasteur sterilizzata su fiamma nella coltura batterica di prova
- Asciugare la punta, quindi posizionare l'inoculo sul fondo della provetta, ruotando verso l'alto e verso il basso diverse volte

Isolamento degli anaerobi

- Al completamento del passaggio precedente, e per utilizzare tutto l'inoculo, continuare con una seconda provetta, quindi con una terza, e così via fino all'ottava provetta
- Immergere immediatamente le provette inoculate in acqua fredda in posizione verticale
- Posizionarle in un incubatore a 37°C e osservare per 1-7 giorni

Letture e interpretazione

Identificazione della modalità respiratoria

Dopo il periodo di incubazione richiesto per la crescita batterica, è possibile osservare quattro tipologie principali di modalità respiratorie:

- Gli aerobi stretti si sviluppano solo nell'area superficiale
- Gli anaerobi stretti si sviluppano solo in profondità
- Gli aerobi-anaerobi facoltativi si sviluppano lungo la parte superiore del terreno
- I microaerobi formano un anello nell'area intermedia di aerobiosi-anaerobiosi

Isolamento dei batteri anaerobici

- Dopo l'incubazione, osservare la forma e il colore delle colonie
- Trattenere soltanto le provette che contengono colonie ben isolate
- Eseguire la sottocoltura su un terreno solido o liquido per l'identificazione
- La provetta del terreno potrebbe fratturarsi a causa dei gas rilasciati durante la crescita. In questo caso, occorre eseguire una lettura anticipata delle provette che contengono il numero minimo di colonie

Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero di documento	Modifica
Ottobre 2022	5121 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> - Modifica importante - Nuova struttura del documento - Modifica al numero di documento – versione precedente: V4_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.

Meat-Liver Dextrose Agar

Nº catálogo Descrição

12017469 **Meat-Liver Dextrose Agar**, pronto para uso, 7,5 ml x 30 tubos

Somente para uso em laboratório.

Uso previsto

Meio usado para identificar o modo respiratório das bactérias e para o isolamento profundo dos anaeróbios.

Princípio

As substâncias nutritivas fornecidas pela base de fígado de carne e a glicose usada como fonte de energia favorecem o crescimento da maioria das bactérias anaeróbicas.

Composição teórica

Base de carne de fígado	30 g
Glicose	2 g
Ágar	6 g
Água destilada	1.000 ml
pH Final a 25 °C = 7,6 ± 0,2	

Prazo de validade e armazenamento

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

Materiais necessários não fornecidos

Esta lista não é exaustiva.

Equipamento

- Todo o equipamento comum de laboratório
- Balanças
- Placa quente
- Misturador-homogeneizador
- Banho-maria, preciso a ± 1 °C
- Incubadora ou sala de incubação controlada termostaticamente, com precisão de ± 1 °C

Suprimentos

- Água destilada
- Tubos de ensaio com rolhas à prova de autoclave
- Pipetas estéreis ou alça de inoculação
- 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
- Para informações de segurança do produto SDS e certificado de análise, visite bio-rad.com

BIO-RAD é uma marca comercial da Bio-Rad Laboratories, Inc. Todas as marcas comerciais utilizadas no presente documento são propriedade dos respectivos proprietários.

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

Inoculação e incubação

- No momento do uso, colocar o meio em um banho-maria de água fervente até que esteja completamente derretido
- Deixar esfriar a 44–47 °C

Detecção do modo respiratório

- Imergir a ponta de uma pipeta Pasteur esterilizada por chama na cultura de teste bacteriano
- Drenar a ponta, depois colocar a inoculação no fundo do tubo, girando para cima e para baixo várias vezes

Isolamento dos anaeróbios

- Concluída a etapa anterior e para utilizar todo o inóculo, continuar com um segundo tubo, depois um terceiro, e assim por diante até o oitavo tubo
- Imergir imediatamente os tubos inoculados em água fria em posição vertical
- Colocá-los em uma incubadora a 37 °C e observar por 1 a 7 dias

Leitura e Interpretação

Identificação do modo respiratório

Após o período de incubação necessário para o crescimento bacteriano, quatro tipos principais de modo respiratório podem ser observados:

- Os aeróbios rígidos se desenvolvem apenas na zona superficial
- Os anaeróbios rígidos se desenvolvem apenas na zona superficial
- Os aeróbios-anaeróbios facultativos desenvolvem-se ao longo da parte superior do meio
- Os microaeróbios formam um anel na zona intermediária de aerobiose-anaerobiose

Isolamento das bactérias anaeróbicas

- Após a incubação, observe o formato e a cor das colônias
- Retenha apenas os tubos contendo colônias bem isoladas
- Subcultura em um meio sólido ou líquido para identificação
- O tubo do meio pode ser fraturado por gases liberados durante o crescimento. Neste caso, uma leitura precoce deve ser realizada dos tubos contendo o número mínimo de colônias

Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Outubro de 2022	5121 Ver A	- Alteração importante - Novo design de documento - Alteração do número do documento – versão anterior: V4_05/08/11

BIO-RAD é uma marca comercial da Bio-Rad Laboratories, Inc. Todas as marcas comerciais utilizadas no presente documento são propriedade dos respectivos proprietários.

Meat-Liver Dextrose Agar

Referencia #	Descripción
12017469	Meat-Liver Dextrose Agar , listo para usar, 7,5 ml x 30 tubos

Solo para uso en laboratorio.

Uso previsto

Medio utilizado para identificar el modo respiratorio de las bacterias y para el aislamiento en profundidad de anaerobios.

Principio

Las sustancias nutritivas proporcionadas por la base de carne-hígado, así como la glucosa utilizada como fuente de energía, favorecen el crecimiento de la mayoría de bacterias anaerobias.

Composición teórica

Base carne-hígado	30 g
Glucosa	2 g
Agar	6 g
Agua destilada	1000 ml
pH final a 25 °C = 7,6 ± 0,2	

Vida útil y conservación

Almacenar el medio listo para su uso a 2-8 °C.

Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

Equipos

- Todo el equipo habitual del laboratorio
- Balanzas
- Placa caliente
- Homogeneizador de mezcla
- Baño de agua de precisión ± 1 °C
- Incubador o sala de incubación controlada por termostato, con precisión ± 1 °C

Fungibles

- Agua destilada
- Tubos de ensayo con tapones resistentes a la esterilización en autoclave
- Pipetas estériles o asa de inoculación
- Bolsas de pesaje estériles

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

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

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.

Protocolo

Inoculación e incubación

- En el momento de utilizarlo, poner el medio en un baño de agua hirviendo hasta que se derrita por completo
- Dejar que se enfríe a 44-47 °C

Detección del modo respiratorio

- Sumergir la punta de una pipeta Pasteur esterilizada con llama en el cultivo bacteriano a analizar
- Ecurrir la punta y, luego, colocar el inóculo en el fondo del tubo, girando hacia arriba y hacia abajo varias veces

Aislamiento de anaerobios

- Una vez finalizado el paso anterior, y para utilizar todo el inóculo, continuar con un segundo tubo, luego un tercero y así sucesivamente hasta el octavo tubo
- Sumergir de inmediato los tubos inoculados en agua fría en posición vertical
- Ponerlos en un incubador a 37 °C y observar durante 1-7 días

Lectura e interpretación

Identificación del modo respiratorio

Después del periodo de incubación necesario para el crecimiento bacteriano, se pueden observar principalmente cuatro tipos de modos respiratorios:

- Los aerobios estrictos se desarrollan solo en la zona superficial
- Los anaerobios estrictos se desarrollan solo en profundidad
- Los aerobios/anaerobios facultativos se desarrollan a lo largo de la parte superior del medio
- Los microaerobios forman un anillo en la zona de aerobiosis-anaerobiosis intermedia

Aislamiento de bacterias anaerobias

- Después de la incubación, observar la forma y el color de las colonias
- Conservar solo los tubos que contengan colonias bien aisladas
- Realizar un subcultivo en un medio sólido o líquido para su identificación
- El tubo de medio puede romperse a causa de los gases liberados durante el crecimiento. En ese caso, habrá que realizar una lectura temprana de los tubos que contienen el número mínimo de colonias

Historial de revisiones

Fecha de publicación	Número de documento	Cambio
Octubre de 2022	5121 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> - Cambio significativo - Nuevo diseño del documento - Cambio en el número de documento – versión anterior: V4_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.