
Sabouraud + Chloramphenicol Agar

Catalog #	Description
3564644	Sabouraud + Chloramphenicol Agar , dehydrated, 500 g

For laboratory use only.

Intended Use

Sabouraud Chloramphenicol Agar is recommended for the selective isolation of yeast and filamentous fungi (dermatophytes and other fungi) from biological specimens presenting mixed fungal and bacterial flora.

Principle

The presence of nutrient substances provided by peptones and glucose favor the growth of yeast and mold. Gentamicin and chloramphenicol inhibit most bacteria.

Theoretical Composition

Peptones	10 g
Glucose	20 g
Chloramphenicol	0.2 g
Agar	12 g
Distilled water	1,000 ml

Final pH at 25°C = 6.0 ± 0.2

Shelf Life and Storage

Store dehydrated medium at 12–25°C.

Required Materials Not Supplied

This is a non-exhaustive list.

Equipment

- All usual laboratory equipment
- Sterile pipettes (0.1 ml, etc.)
- Sterile Pasteur pipettes or inoculating loop
- Sterile spreaders
- Thermostatically-controlled incubator or incubation room, precise to ± 1°C

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 of dehydrated medium

Always shake well before use

- Dissolve 42.5 g of powder in 1 L of distilled water
- Heat gently swirling frequently, then bring to the boil until completely dissolved
- Autoclave at $121 \pm 3^{\circ}\text{C}$ for 20 min
- Gentamicin or chloramphenicol can be added as necessary
- Mix and pour into sterile Petri dishes

Inoculation and incubation

- Using a sterile spreader, transfer the sample to be analyzed
- Incubate at 30°C for 3–7 days. Incubation temperature can vary by application

Reading and Interpretation

Enumerate yeast and mold separately in dishes containing between 15 and 150 colonies

References

Brun, S., et al. 2001. Evaluation of five commercial Sabouraud gentamicin-chloramphenicol agar media. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 20:718-723.

Odds FC. Sabouraud('s) agar. *J Med Vet Mycol.* 1991;29(6):355-9.

Revision History

Release date	Document number	Change
September 2022	5116 Ver A	<ul style="list-style-type: none">- Major change- New document design- Document number change – previous version: V1-04-15-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol Agar

Référence	Description
3564644	Sabouraud + Chloramphenicol Agar , base déshydratée, 500 g

Uniquement pour une utilisation en laboratoire.

Usage prévu

La gélose Sabouraud Chloramphénicol est recommandée pour l'isolement sélectif des levures et champignons filamenteux (dermatophytes et autres champignons) à partir d'échantillons biologiques présentant une flore mixte fongique et bactérienne.

Principe

La présence de substances nutritives, fournies par les peptones et le glucose, favorise la croissance des levures et moisissures. Le chloramphénicol inhibe la plupart des bactéries.

Formule théorique

Peptones	10 g
Glucose	20 g
Chloramphénicol	0,2 g
Agar	12 g
Eau distillée	1 000 ml

pH final à 25 °C = 6,0 ± 0,2

Durée de conservation et stockage

Conservation du milieu déshydraté à 12–25 °C.

Matériel requis non fourni

Liste non exhaustive.

Matériel

- Tout le matériel de laboratoire habituel
- Pipettes stériles (0,1 ml, etc.)
- Pipettes Pasteur stériles ou anses d'inoculation
- Étaleurs stériles
- Incubateur ou salle d'incubation thermostaté(e), précision ± 1 °C

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 du milieu déshydraté

Toujours bien agiter avant utilisation

- Dissoudre 42,5 g de poudre dans 1 L d'eau distillée
- Chauffer doucement en agitant fréquemment, puis porter à ébullition jusqu'à dissolution complète
- Stériliser en autoclave à 121 ± 3 °C pendant 20 min
- Ajouter éventuellement de la gentamicine ou du chloramphénicol
- Mélanger et verser en boîtes de Petri stériles

Inoculation et incubation

- Avec un étaleur stérile, transférer l'échantillon à analyser
- Incuber à 30 °C pendant 3–7 jours. La température d'incubation peut varier selon l'application

Lecture et interprétation

Dénombrer les levures et moisissures séparément sur les boîtes contenant entre 15 et 150 colonies

Références

Brun, S., et al. 2001. Evaluation of five commercial Sabouraud gentamicin-chloramphenicol agar media. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 20:718–723.

Odds FC. Sabouraud('s) agar. J Med Vet Mycol. 1991;29(6):355–9.

Historique des révisions

Date de publication	Numéro de document	Modification
Septembre 2022	5116 Ver A	<ul style="list-style-type: none">- Modification importante- Nouvelle conception de document- Modification du numéro de document – version précédente : V1-04-15-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol Agar

Katalog-Nr.	Beschreibung
3564644	Sabouraud + Chloramphenicol Agar , dehydriert, 500 g

Nur für die Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Sabouraud Chloramphenicol Agar wird für die selektive Isolierung von Hefen und filamentösen Pilzen (Dermatophyten und anderen Pilzen) aus biologischen Proben mit gemischter Pilz- und Bakterienflora empfohlen.

Prinzip

Das Vorhandensein von Peptonen und Glukose als Nährstofflieferanten begünstigt das Wachstum von Hefe und Schimmelpilzen. Chloramphenicol hemmt das Wachstum der meisten Bakterien.

Theoretische Zusammensetzung

Peptone	10 g
Glukose	20 g
Chloramphenicol	0,2 g
Agar	12 g
Destilliertes Wasser	1.000 ml

Finaler pH-Wert bei 25 °C = 6,0 ± 0,2

Haltbarkeit und Lagerung

Das dehydrierte Medium bei 12–25 °C lagern.

Zusätzlich benötigtes Material

Diese Liste ist nicht vollständig.

Geräte

- Alle üblichen Laborgeräte
- Sterile Pipetten (0,1 ml usw.)
- Sterile Pasteurpipetten oder Impfösen
- Sterile Drigalskispatel
- Thermostatisch regulierter Inkubator oder Inkubationsraum, Genauigkeit bis ± 1 °C

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

Vorbereitung des dehydrierten Mediums

Vor jedem Gebrauch gut schütteln

- 42,5 g Pulver in 1 L destilliertem Wasser lösen
- Unter häufigem Schwenken vorsichtig erhitzen, dann bis zum vollständigen Auflösen kochen
- In einem Autoklaven 20 min bei 121 ± 3 °C sterilisieren
- Falls erforderlich, können Gentamicin oder Chloramphenicol zugegeben werden
- Mischen und in Petrischalen gießen

Beimpfung und Inkubation

- Die zu analysierende Probe mit einem sterilen Spatel überführen
- 3–7 Tage bei 30 °C inkubieren. Die Inkubationstemperatur kann je nach Anwendung variieren

Ablese und Auswerten der Ergebnisse

Die Hefen und Schimmelpilze getrennt in Agarplatten mit 15 bis 150 Kolonien zählen

Literatur

Brun, S., et al. 2001. Evaluation of five commercial Sabouraud gentamicin-chloramphenicol agar media. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 20:718–723.

Odds FC. Sabouraud('s) agar. J Med Vet Mycol. 1991;29(6):355–9.

Revisionshistorie

Versionsdatum	Dokumentnummer	Änderung
September 2022	5116 Ver A	- Bedeutende Änderung - Neues Dokumentdesign - Änderung der Dokumentnummer – vorhergehende Version: V1-04-15-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol Agar

N. catalogo	Descrizione
3564644	Sabouraud + Chloramphenicol Agar , in forma disidratata, 500 g

Esclusivamente per uso in laboratorio.

Uso previsto

L'agar Sabouraud Cloramfenicolo è consigliato per l'isolamento selettivo di lievito e funghi filamentosi (dermatofiti e altri tipi di funghi) da campioni biologici che presentano una flora batterica e fungina mista.

Principio

La presenza di sostanze nutritive fornite dai peptoni e dal glucosio favorisce la crescita di lievito e muffa. Il cloramfenicolo inibisce la maggior parte dei batteri.

Composizione teorica

Peptoni	10 g
Glucosio	20 g
Cloramfenicolo	0,2 g
Terreno di coltura agar	12 g
Acqua distillata	1000 ml
pH finale a 25°C = 6,0 ± 0,2	

Durata e conservazione

Conservare il terreno in forma disidratata a 12-25°C.

Materiali richiesti non in dotazione

Elenco non completo.

Apparecchiatura

- Tutta la normale apparecchiatura di laboratorio
- Pipette sterili (0,1 ml, ecc.)
- Pipette Pasteur sterili oppure un occhiello per inoculazione
- Spargitori sterili
- Incubatore o camera di incubazione con controllo termostatico, con precisione di ± 1°C

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 del terreno disidratato

Agitare sempre prima dell'uso

- Sciogliere 42,5 g di polvere in 1 L di acqua distillata
- Riscaldare lentamente, agitando frequentemente, quindi portare a ebollizione fino al completo scioglimento
- Autoclavare a $121 \pm 3^\circ\text{C}$ per 20 min
- Se necessario, è possibile aggiungere gentamicina o cloramfenicolo
- Miscelare e versare in piastre di Petri sterili

Inoculazione e incubazione

- Utilizzando un divaricatore sterile, trasferire il campione da analizzare
- Incubare a 30°C per 3-7 giorni. La temperatura di incubazione può variare a seconda dell'applicazione

Letture e interpretazione

Enumerare il lievito e la muffa separatamente su piastre contenenti da 15 a 150 colonie

Riferimenti

Brun, S., et al. 2001. Evaluation of five commercial Sabouraud gentamicin-chloramphenicol agar media. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 20:718-723.

Odds FC. Sabouraud('s) agar. J Med Vet Mycol. 1991;29(6):355-9.

Cronologia delle revisioni

Data di pubblicazione	Numero di documento	Modifica
Settembre 2022	5116 Ver A	<ul style="list-style-type: none">- Modifica importante- Nuova struttura del documento- Modifica al numero di documento – versione precedente: V1-04-15-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol Agar

Nº catálogo	Descrição
3564644	Sabouraud + Chloramphenicol Agar , desidratado, 500 g

Somente para uso em laboratório.

Uso previsto

O ágar Sabouraud Chloramphenicol é recomendado para o isolamento seletivo de leveduras e fungos filamentosos (dermatófitos e outros fungos) de espécimes biológicos que apresentam flora mista de fungos e bactérias.

Princípio

A presença de substâncias nutritivas fornecidas por peptonas e glicose favorece o crescimento de leveduras e fungos. O cloranfenicol inibe a maioria das bactérias.

Composição teórica

Peptonas	10 g
Glicose	20 g
Cloranfenicol	0,2 g
Ágar	12 g
Água destilada	1.000 ml
pH final a 25°C = 6,0 ± 0,2	

Prazo de validade e armazenamento

Armazene o meio desidratado a 12–25°C.

Materiais necessários não fornecidos

Esta lista não é exaustiva.

Equipamento

- Todo o equipamento comum de laboratório
- Pipetas estéreis (0,1 ml etc.)
- Pipetas Pasteur estéreis ou alça de inoculação
- Espalhadores estéreis
- Incubadora ou sala de incubação controlada termostaticamente, com precisão de ± 1°C

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

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

Preparação do meio desidratado

Agite bem antes de usar

- Dissolva 42,5 g de pó em 1 L de água destilada
- Aqueça delicadamente, girando com frequência, e deixe ferver até dissolver completamente
- Esterilize em autoclave a $121 \pm 3^\circ\text{C}$ por 20 min
- Gentamicina ou cloranfenicol podem ser adicionados conforme necessário
- Misture e despeje em placas de Petri

Inoculação e incubação

- Usando um espalhador estéril, transferir a amostra a ser analisada
- Deixe incubar a 30°C por 3–7 dias. A temperatura de incubação pode variar por aplicação

Leitura e interpretação

Enumere as leveduras e fungos em placas contendo entre 15 e 150 colônias

Referências

Brun, S., et al. 2001. Evaluation of five commercial Sabouraud gentamicin-chloramphenicol agar media. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 20:718–723.

Odds FC. Sabouraud('s) agar. J Med Vet Mycol. 1991;29(6):355–9.

Histórico de Revisão

Data de lançamento	Número do documento	Alteração
Setembro de 2022	5116 Ver A	- Alteração importante - Novo design de documento - Alteração do número do documento – versão anterior: V1-04-15-11

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.

Sabouraud + Chloramphenicol Agar

Referencia #	Descripción
3564644	Sabouraud + Chloramphenicol Agar , deshidratado, 500 g

Solo para uso en laboratorio.

Uso previsto

El agar Sabouraud Cloranfenicol está recomendado para el aislamiento selectivo de levaduras y hongos filamentosos (dermatofitos y otros hongos) a partir de muestras biológicas que presenten una flora fúngica y bacteriana mixta.

Principio

La presencia de sustancias nutritivas aportadas por las peptonas y la glucosa favorecen el crecimiento de levaduras y mohos. El cloranfenicol inhibe la mayoría de las bacterias.

Composición teórica

Peptonas	10 g
Glucosa	20 g
Cloranfenicol	0,2 g
Agar	12 g
Agua destilada	1.000 ml
pH final a 25 °C = 6,0 ± 0,2	

Vida útil y conservación

Almacenar el medio deshidratado a 12-25 °C.

Materiales necesarios, pero no suministrados

Esta lista no es exhaustiva.

Equipos

- Todo el equipo habitual del laboratorio
- Pipetas estériles (0,1 ml, etc.)
- Pipetas Pasteur o asas de inoculación estériles
- Esparcidores estériles
- Incubador o sala de incubación controlada por termostato, con precisión ± 1 °C

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 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

Preparación del medio deshidratado

Agitar siempre bien antes de usar

- Disolver 42,5 g de polvo en 1 L de agua destilada
- Calentar suavemente, agitando con frecuencia, y a continuación llevar a ebullición hasta que se disuelva por completo
- Esterilizar en autoclave a 121 ± 3 °C durante 20 min
- Se puede añadir gentamicina o cloranfenicol según sea necesario
- Mezclar y verter en placas de Petri estériles

Inoculación e incubación

- Con un esparcidor estéril, transferir la muestra que se va a analizar
- Incubar a 30 °C durante 3-7 días. La temperatura de incubación puede variar según la aplicación

Lectura e interpretación

Enumerar la levadura y el moho por separado en placas que contengan entre 15 y 150 colonias

Referencias

Brun, S., et al. 2001. Evaluation of five commercial Sabouraud gentamicin-chloramphenicol agar media. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 20:718-723.

Odds FC. Sabouraud('s) agar. J Med Vet Mycol. 1991;29(6):355-9.

Historial de revisiones

Fecha de publicación	Número de documento	Cambio
Septiembre de 2022	5116 Ver A	<ul style="list-style-type: none">- Cambio significativo- Nuevo diseño del documento- Cambio en el número de documento – versión anterior: V1-04-15-11

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