



Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar

Catalog #	Description
3563774	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar , pre-poured, 90 mm x 20 plates
3556594	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar , ready-to-use, 8 ml x 25 tubes

For laboratory use only.

Intended Use

Sabouraud agar with the addition of chloramphenicol and gentamicin is recommended for the isolation of all species of yeast and other fungi from contaminated specimens.

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	0.5 g
Gentamicin	0.04 g
Agar	12 g
Distilled water	1,000 ml
Final pH at 25°C	= 5.8 ± 0.2

Shelf Life and Storage

Store pre-poured medium and ready-to-use medium at 2–8°C. Expiration date and batch number are shown on the package.

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

Inoculation and incubation

- Transfer 0.1 ml of sample to be analyzed or its decimal dilutions to a dish of Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin medium
- Spread and leave to dry
- 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 and identify them by means of conventional tests and the Auxacolor scatter

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	5115 Ver A	<ul style="list-style-type: none"> - Major change - New document design - Document number change — previous version: V2-11-08-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar

Référence	Description
3563774	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar , précoulé, 90 mm x 20 boîtes
3556594	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar , prêt à l'emploi, 8 ml x 25 tubes

Uniquement pour une utilisation en laboratoire.

Usage prévu

La gélose Sabouraud additionnée de chloramphénicol et de gentamicine est recommandée pour l'isolement de toutes les espèces de levure et d'autres champignons, à partir d'échantillons contaminés.

Principe

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

Formule théorique

Peptones	10 g
Glucose	20 g
Chloramphénicol	0,5 g
Gentamicine	0,04 g
Agar	12 g
Eau distillée	1 000 ml
pH final à 25 °C = 5,8 ± 0,2	

Durée de conservation et stockage

Conservation du milieu précoulé et du milieu prêt à l'emploi à 2–8 °C. La date de péremption et le numéro de lot sont indiqués sur l'emballage.

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

Inoculation et incubation

- Transférer 0,1 ml d'échantillon à analyser, ou de ses dilutions décimales, dans une boîte de milieu Sabouraud + chloramphénicol + gentamicine
- Étaler et laisser sécher
- 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 et les identifier au moyen de tests conventionnels et du système Auxacolor

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	5115 Ver A	- Modification importante - Nouvelle conception de document - Modification du numéro de document – version précédente : V2-11-08-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar

Katalog-Nr. Beschreibung

3563774 **Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar**, gebrauchsfertig 20 Agarplatten x 90 mm
3556594 **Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar**, gebrauchsfertig, 25 Röhrrchen x 8 ml

Nur für die Verwendung im Labor.

Verwendungszweck

Sabouraud Agar mit Zusatz von Chloramphenicol und Gentamicin wird zur Isolierung aller Arten von Hefen und anderen Pilzen aus kontaminierten Proben empfohlen.

Prinzip

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

Theoretische Zusammensetzung

Peptone	10 g
Glukose	20 g
Chloramphenicol	0,5 g
Gentamicin	0,04 g
Agar	12 g
Destilliertes Wasser	1.000 ml

Finaler pH-Wert bei 25 °C = 5,8 ± 0,2

Haltbarkeit und Lagerung

Das vorgegossene und gebrauchsfertige Medium bei 2–8 °C lagern. Verfalldatum und Chargennummer sind auf der Verpackung angegeben.

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

Beimpfung und Inkubation

- 0,1 ml der zu analysierenden Probe oder deren Dezimalverdünnungen in eine Agarplatte mit Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Medium geben
- Ausstreichen und trocknen lassen
- 3–7 Tage bei 30 °C inkubieren. Die Inkubationstemperatur kann je nach Anwendung variieren

Ablesen und Auswerten der Ergebnisse

Hefen und Schimmelpilze separat in Agarplatten mit 15 bis 150 Kolonien zählen und anhand von konventionellen Tests und des Auxacolor-Systems identifizieren.

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	5115 Ver A	- Bedeutende Änderung - Neues Dokumentdesign - Änderung der Dokumentnummer — vorhergehende Version: V2-11-08-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar

N. catalogo Descrizione

3563774 **Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar**, pre-versato, 90 mm x 20 piastre

3556594 **Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar**, pronto per l'uso, 8 ml x 25 provette

Esclusivamente per uso in laboratorio.

Uso previsto

L'agar Sabouraud con l'aggiunta di cloramfenicolo e gentamicina è consigliato per l'isolamento di tutte le specie di lieviti e altri funghi da campioni contaminati.

Principio

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

Composizione teorica

Peptoni	10 g
Glucosio	20 g
Cloramfenicolo	0,5 g
Gentamicina	0,04 g
Terreno di coltura agar	12 g
Acqua distillata	1000 ml

pH finale a 25°C = 5,8 ± 0,2

Durata e conservazione

Conservare il terreno pre-versato e il terreno pronto per l'uso a 2-8°C. La data di scadenza e il numero di lotto sono riportati sulla confezione.

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'ansa 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

Inoculazione e incubazione

- Trasferire 0,1 ml di campione da analizzare, o le sue diluizioni decimali, in una piastra di terreno Sabouraud + cloramfenicolo + gentamicina
- Distribuire e lasciare asciugare
- Incubare a 30°C per 3-7 giorni. La temperatura di incubazione può variare a seconda dell'applicazione

Lettura e interpretazione

Enumerare il lievito e la muffa separatamente su piastre contenenti da 15 a 150 colonie e identificarli tramite test tradizionali e l'Auxanogramma colorimetrico

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	5115 Ver A	<ul style="list-style-type: none">- Modifica importante- Nuova struttura del documento- Modifica al numero di documento – versione precedente: V2-11-08-11

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

Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar

Nº catálogo Descrição

3563774 **Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar**, pré-distribuído, 90 mm x 20 placas

3556594 **Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar**, pronto para uso, 8 ml x 25 tubos

Somente para uso em laboratório.

Uso previsto

O ágar Sabouraud com adição de cloranfenicol e gentamicina é recomendado para o isolamento de todas as espécies de leveduras e outros fungos de espécimes contaminados.

Princípio

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

Composição teórica

Peptonas	10 g
Glicose	20 g
Cloranfenicol	0,5 g
Gentamicina	0,04 g
Ágar	12 g
Água destilada	1.000 ml

pH final a 25°C = 5,8 ± 0,2

Prazo de validade e armazenamento

Armazene o meio pré-distribuído e o meio pronto para uso a 2–8°C. O prazo de validade e o número de lote são apresentados na embalagem.

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

Inoculação e incubação

- Transfira 0,1 ml da amostra a ser analisada ou suas diluições decimais para uma placa de meio Sabouraud + Cloranfenicol + Gentamicina
- Espalhe e deixe secar
- 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 e identifique-as por meio de testes convencionais e dispersão Auxacolor

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	5115 Ver A	- Alteração importante - Novo design de documento - Alteração do número do documento — versão anterior: V2-11-08-11

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.

Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar

Referencia # Descripción

3563774	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar , 20 placas de 90 mm, pre dispensado
3556594	Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin Agar , listo para usar, 8 ml x 25 tubos

Solo para uso en laboratorio.

Uso previsto

El agar Sabouraud con adición de cloranfenicol y gentamicina se recomienda para el aislamiento de todas las especies de levaduras y otros hongos a partir de muestras contaminadas.

Principio

La presencia de sustancias nutritivas aportadas por las peptonas y la glucosa favorece el crecimiento de levaduras y mohos. La gentamicina y el cloranfenicol inhiben la mayoría de las bacterias.

Composición teórica

Peptonas	10 g
Glucosa	20 g
Cloranfenicol	0,5 g
Gentamicina	0,04 g
Agar	12 g
Agua destilada	1.000 ml
pH final a 25 °C = 5,8 ± 0,2	

Vida útil y conservación

Almacenar el medio predispensado y el medio listo para usar a 2-8 °C. La fecha de caducidad y el número de lote figuran en el envase.

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

Inoculación e incubación

- Transferir 0,1 ml de la muestra a analizar o sus diluciones decimales a una placa de medio Sabouraud + Cloranfenicol + Gentamicina.
- Extender y dejar secar
- Incubar a 30 °C durante 3-7 días. La temperatura de incubación puede variar según la aplicación.

Lectura e interpretación

Enumerar por separado levaduras y mohos en placas que contengan entre 15 y 150 colonias e identificarlas mediante pruebas convencionales y la dispersión Auxacolor.

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	5115 Ver A	- Cambio significativo - Nuevo diseño del documento - Cambio en el número de documento - versión anterior: V2-11-08-11

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