



Biosart® 100 Nährmedien

Mikrobiologische Nährmedien für Filtrationseinheiten



Einige Vorteile bei der Verwendung von Biosart® 100 Nährmedien:

Sicher & zuverlässig

- Vorsterilisiertes Nährmedium
- Qualitätszertifikat für jede Charge
- Erfüllung internationaler Standards
- Konstant hohe Wiederfindungsraten

Wirtschaftlich

- Gebrauchsfertig und leicht zu handhaben
- Lange Haltbarkeiten

Die Membranfiltrationsmethode ist die geeignete Technik für die mikrobiologische Analyse von Pharmazeutika, Wasser, Kosmetika, Lebensmitteln und Getränken. Anschlussfertige Einweeinheiten eignen sich optimal für diesen Einsatz.

Beschreibung

Biosart® 100 Monitore wurden speziell für den Nachweis und die Quantifizierung von Mikroorganismen in Flüssigkeiten entwickelt. Die gebrauchsfertigen Filtrationseinheiten sind vorsterilisiert und enthalten eine Membran und eine Kartonscheibe. Nach der Probenfiltration wird Biosart® 100 Nährmedium hinzugefügt, der 100 ml Aufsatz einfach entfernt und fertig ist die Petrischale.

Biosart® 100 Nährmedien

Jede Packung Biosart® 100 Nährmedien enthält 50 Kunststoffampullen, mit je 2,5 ml und ein Chargenzertifikat. Die Rezeptur gewährleistet ein optimales Koloniewachstum auf Membranen und entspricht internationalen Standards: internationalen Pharmakopöen, DIN und ISO Standards, American Standards für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasserrichtlinien, Empfehlungen für die Lebensmittel und Getränke-Industrie.

Produktentwicklung

Biosart® 100 Nährmedien werden im Rahmen unserer Produktentwicklung ständig verbessert, um so den sich ändernden Anforderungen der Anwendung gerecht zu werden. Die aktuellen Spezifikationen und Chargenfreigabekriterien erfahren Sie unter: www.sartorius-stedim.com/BiosartMediaSearch.

Technische Daten und Bestellinformationen

Biosart® 100 Nährmedien, 2,5 ml, einzeln steril abgefüllt in Plastikampullen, 50 Stück

Bestimmungsziel	Medientyp	Bestellnr.	pH	Haltbarkeit (Monate)	Monitor- typ ¹	Testkeime ²
Gesamtkoloniezahlbestimmung						
Gesamtkoloniezahl	Caso	16400-02----CA-K	7,3	12	2	01, 03, 05, 09, 18, 22, 25, 26
Gesamtkoloniezahl	R2A	16400-02----RA-K	7,2	12	2	01, 03, 05, 09, 18, 22, 26
Gesamtkoloniezahl	Total Count TGE	16400-02----TC-K	7,0	12	2	09, 18, 26
Gesamtkoloniezahl	Total Count TTC	16400-02----TZ-K	7,0	12	2	03, 07, 09, 18, 26
Escherichia coli und Coliforme, Enterobakterien						
E. coli und Coliforme	m-Endo	16400-02----EN-K	7,2	9	1	06, 07, 09, 21, 25, 28
E. coli und Coliforme	m-FC	16400-02----MF-K	7,4	12	1	06, 07, 09, 11, 21
E. coli und Coliforme	Teepol Laurylsulfat	16400-02----LS-K	6,8	9	1	06, 07, 09, 11, 21
E. coli und Coliforme	Tergitol TTC	16400-02----TT-K	6,9	9	1	06, 07, 09, 11, 21
Andere fäkale Bakterien						
Enterokokken	Azid KF Strep	16400-02----KF-K	7,2	9	2	07, 08, 09, 22, 26
Nicht-fäkale pathogene Bakterien						
Pseudomonas aeruginosa	Cetrimid	16400-02----CE-K	7,2	12	1	04, 09, 21, 22, 26, 30
Hefen und Schimmelpilze						
Hefen und Schimmelpilze	m-Grün	16400-02----MG-K	4,6	12	1	03, 05, 20, 23, 24
Hefen und Schimmelpilze	m-Grün selektiv	16400-02----GS-K	4,6	12	3	03, 05, 09, 20, 23, 24
Hefen und Schimmelpilze	Sabouraud	16400-02----SB-K	5,6	12	3	01, 05, 20, 23, 24
Hefen und Schimmelpilze sowie Bakterien	Wallerstein WL Nutrient	16400-02----WN-K	5,5	12	1	05, 12, 19, 20, 23
Hefen und Schimmelpilze	Würze	16400-02----WZ-K	4,4	12	3	05, 20, 23, 24
Verderbniserregende Mikroorganismen						
Säuretolerante Mikroorganismen	Orangenserum	16400-02----OS-K	5,5	12	2	02, 05, 13, 14, 20, 23, 24
Bakterien in Fermentationsprozessen	Wallerstein Diff.	16400-02----WL-K	5,5	12	1	05, 12, 20, 29

1) Die empfohlenen Biosart® 100 Monitor Typen sind speziell ausgesucht für eine optimale Wiederfindung von Mikroorganismen auf den entsprechenden Nährmedien.

- 16401: weißes Membranfilter mit schwarzem Gitternetz
- 16402: grünes Membranfilter mit dunkelgrünem Gitternetz
- 16403: graues Membranfilter (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitternetz

2) Testkeime [ATCC Nr.], [DSM Nr.]

- | | |
|--|---|
| 01. Aspergillus brasiliensis 16404, 1988 | 15. Oenococcus oeni 23279, 20252 |
| 02. Bacillus cereus 11778, 345 | 17. Raw cane sugar solution (10 %) |
| 03. Bacillus subtilis subsp. spizizenii 6633, 347 | 18. Tap water |
| 04. Brevundimonas diminuta 19146, 1635 | 19. Pediococcus damnosus 29358, 20331 |
| 05. Candida albicans 10231, 1386 | 20. Penicillium commune 10428, 2211 |
| 06. Enterobacter aerogenes 13048, 30053 | 21. Proteus mirabilis 29906, 4479 |
| 07. Enterococcus faecalis 29212, 2570 | 22. Pseudomonas aeruginosa 9027, 1128 |
| 08. Enterococcus faecium 19434, 20477 | 23. Rhodotorula mucilaginosa DSM 70403 |
| 09. Escherichia coli 8739, 1576 | 24. Saccharomyces cerevisiae 9763, 1333 |
| 10. Geobacillus stearothermophilus 7953, 5934 | 25. Salmonella enterica subsp. enterica serotype typhimurium 14028, 19587 |
| 11. Klebsiella pneumoniae 13883, 30104 | 26. Staphylococcus aureus subsp. aureus 6538, 799 |
| 12. Lactobacillus lindneri DSM 20690 | 27. Staphylococcus epidermidis 12228, 1798 |
| 13. Lactobacillus plantarum subsp. plantarum 14917, 20174 | 28. Escherichia coli 25922, 1103 |
| 14. Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides 8293, 20343 | 29. Lactobacillus brevis 14869, 20054 |
| | 30. Pseudomonas aeruginosa 27853, 1117 |

Sartorius Stedim Biotech GmbH
August-Spindler-Strasse 11
37079 Göttingen
Telefon 0551.308.0
Fax 0551.308.3289
www.sartorius-stedim.com

Schweiz +41.61.9750515
Österreich +43.1.7965763.18

Technische Änderungen vorbehalten.
Printed in Germany.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
W/sart-000 - G
Publication No.: SL-2063-d09101
Order No.: 85034-538-86
Ver. 10 | 2009