

Terreni di coltura liquidi Biosart® 100

Terreni liquidi per
controlli microbiologici
con unità filtranti



Vantaggi

Ecco alcuni dei vantaggi offerti dall'uso dei terreni liquidi Biosart® 100:

Sicuro e affidabile

- Terreno di coltura presterilizzato
- Certificato di qualità per ogni lotto
- Conformità agli standard internazionali
- Recupero costante

Convenienza

- Pronti per l'uso
- Lunga durata

Descrizione

Il metodo della filtrazione su membrana è universalmente riconosciuto e preferito come tecnica ideale per le analisi di contaminazione microbica in campioni di liquidi, in conformità alle norme internazionali.

I monitor sterili monouso Biosart® 100 sono specificatamente realizzati per la determinazione e la conta di colonie di microrganismi per il controllo microbiologico rapido e affidabile di bevande, cosmetici, alimenti, acqua ed altri liquidi. Fornito con membrana filtrante quadrettata e pad integrati, Biosart® 100 è pratico e pronto per l'uso: dopo la filtrazione del campione, eliminando il bicchiere da 100 ml e tappando la base, si trasforma in una capsula di Petri pronta per l'incubazione, senza alcuna manipolazione della membrana.

Terreni di coltura liquidi Biosart® 100

Ogni confezione di terreni liquidi Biosart® 100 contiene 50 fiale con 2,5 ml di terreno di coltura sterile, e relativo certificato di lotto. I terreni sono conformi a metodi e direttive internazionali che regolano le procedure di filtrazione su membrana: farmacopee internazionali, norme ISO e DIN, standard americani per acque e alimenti, regolamenti per acque minerali, linee guida per le industrie alimentari e delle bevande.

Qualità del prodotto

I terreni di coltura liquidi Biosart® 100 sono soggetti a un continuo miglioramento come parte del programma di sviluppo.

Dati tecnici e informazioni sugli ordini

Terreno di coltura Biosart® 100, 2,5 ml, riempito singolarmente in fiale sterili di plastica, 50 pz.

Tipo di determinazione	Tipo di terreno di coltura	Codice	pH	Durata (mesi)	Tipo monitor ¹	Ceppi test ²
Unità formanti colonie UFC						
Conta totale	Caso	16400-02----CA-K	7,3	12	2	01, 03, 05, 09, 18, 22, 25, 26
	R2A	16400-02----RA-K	7,2	12	2	01, 03, 05, 09, 18, 22, 26
	Conta totale TGE	16400-02----TC-K	7,0	12	2	03, 07, 09, 18, 26
	Conta totale TTC	16400-02----TZ-K	7,0	12	2	03, 07, 09, 18, 26
E. coli e coliformi, Enterobatteri						
E. coli e coliformi	m-Endo	16400-02----EN-K	7,2	9	1	06, 07, 09, 21, 25, 28
	m-FC	16400-02----MF-K	7,4	12	1	06, 07, 09, 11, 25
	Teepol Lauril-Solfato	16400-02----LS-K	6,8	9	1	06, 07, 09, 11, 21
	Tergitol TTC	16400-02----TT-K	7,2	9	1	06, 07, 09, 11, 22
Altri batteri fecali						
Enterococchi	Azide KF Strep	16400-02----KF-K	7,2	9	2	07, 08, 09, 22, 26
Batteri patogeni non fecali						
Pseudomonas aeruginosa	Cetrimide	16400-02----CE-K	7,2	12	1	04, 09, 21, 22, 26, 30
Lieviti e muffe, oltre a batteri						
Lieviti e muffe, oltre a batteri	m-Grün	16400-02----MG-K	4,6	12	1	03, 05, 20, 23, 24
	m-Grün selettiv	16400-02----GS-K	4,6	12	3	03, 05, 09, 20, 23, 24
	Sabouraud	16400-02----SB-K	5,6	12	3	01, 05, 20, 23, 24
	Wallerstein WL Nutrient	16400-02----WN-K	5,5	12	1	05, 12, 19, 20, 23, 29
	Würze	16400-02----WZ-K	4,4	12	3	05, 20, 23, 24
Microrganismi alteranti						
Microrganismi acidotolleranti	Orange Serum	16400-02----OS-K	5,5	12	2	02, 05, 13, 14, 20, 23, 24
Batteri in processi fermentativi	Wallerstein differenziale	16400-02----WL-K	5,5	12	1	12, 20, 23, 24, 29
Diverse specie di Lactobacillus e altri batteri lattici	MRS	16400-02----MR-K	6,1	12	3	13, 16, 19, 22, 29

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

- 1) 16401: weißes Membranfilter mit schwarzem Gitternetz
- 2) 16402: grünes Membranfilter mit dunkelgrünem Gitternetz
- 3) 16403: graues Membranfilter (nach Benetzung schwarz) mit weißem Gitternetz

² Ceppi test [n. ATCC] [n. DSM]


01. *Aspergillus brasiliensis* 16404, 1988
02. *Bacillus cereus* 11778, 345
03. *Bacillus subtilis* subsp. *spizizenii* 6633, 347
04. *Brevundimonas diminuta* 19146, 1635
05. *Candida albicans* 10231, 1386
06. *Enterobacter aerogenes* 13048, 30053
07. *Enterococcus faecalis* 29212, 2570
08. *Enterococcus faecium* 19434, 20477
09. *Escherichia coli* 8739, 1576
10. *Geobacillus stearothermophilus* 7953, 5934
11. *Klebsiella pneumoniae* 13883, 30104
12. *Lactobacillus lindneri* DSM 20690
13. *Lactobacillus plantarum* subsp. *plantarum* 14917, 20174
14. *Leuconostoc mesenteroides* subsp. *mesenteroides* 8293, 20343
15. *Oenococcus oeni* 23279, 20252
16. *Lactobacillus acidophilus* 4356, 20079
17. Soluzione da zucchero di canna grezzo (10%)
18. Acqua di rete
19. *Pediococcus damnosus* 29358, 20331
20. *Penicillium commune* 10428, 2211
21. *Proteus mirabilis* 29906, 4479
22. *Pseudomonas aeruginosa* 9027, 1128
23. *Rhodotorula mucilaginosa* DSM 70403
24. *Saccharomyces cerevisiae* 9763, 1333
25. *Salmonella enterica* subsp. *enterica* serotype *typhimurium* 14028, 19587
26. *Staphylococcus aureus* subsp. *aureus* 6538, 799
27. *Staphylococcus epidermidis* 12228, 1798
28. *Escherichia coli* 25922, 1103
29. *Lactobacillus brevis* 14869, 20054
30. *Pseudomonas aeruginosa* 27853, 1117

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse 20
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA

Sartorius Corporation
565 Johnson Avenue
Bohemia, NY 11716
Phone +1 631 254 4249
Toll-free +1 800 635 2906

 For further information, visit
www.sartorius.com