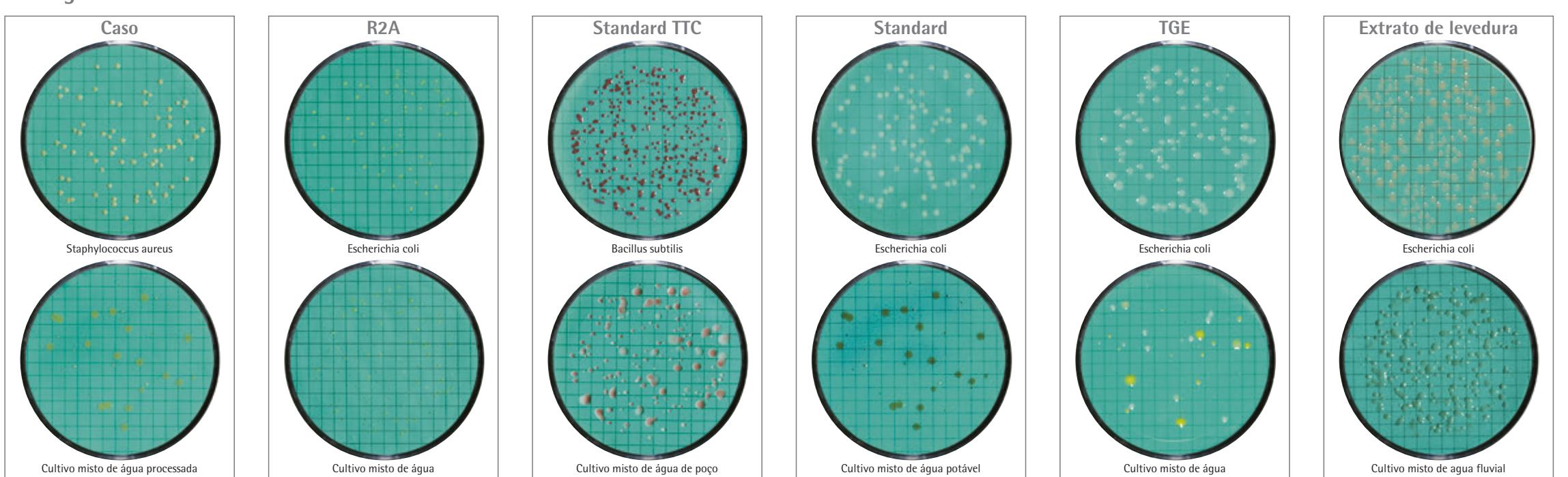


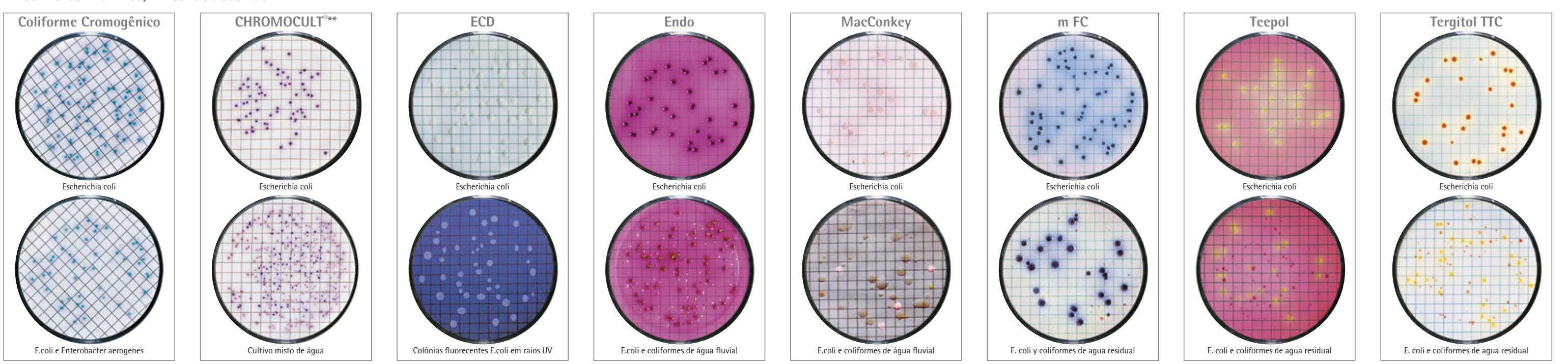
NKS – Conjunto de Pads Nutrientes



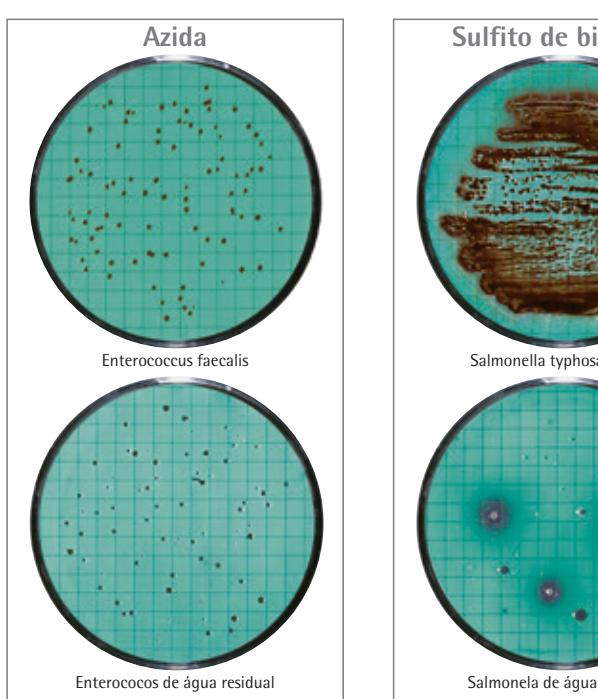
Contagem de colônias



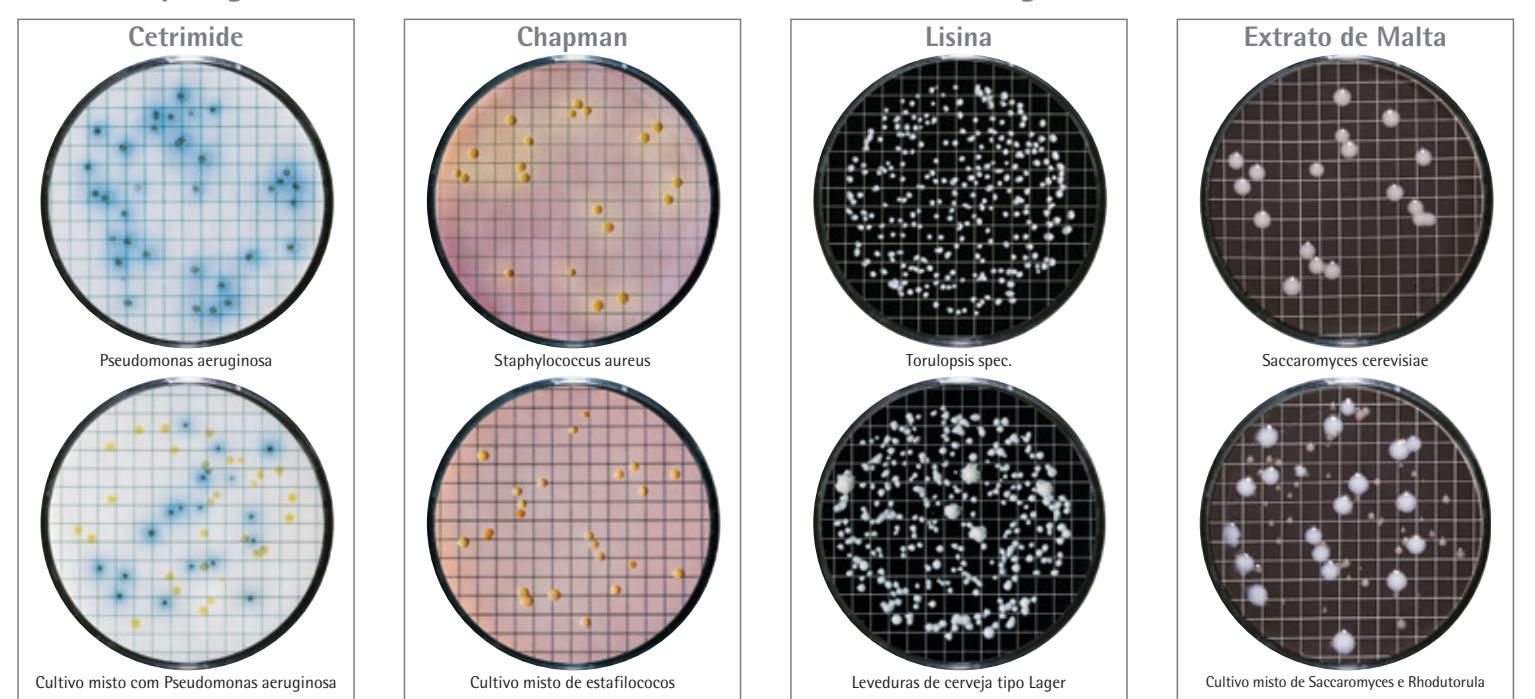
E. coli e coliformes, Enterobactérias



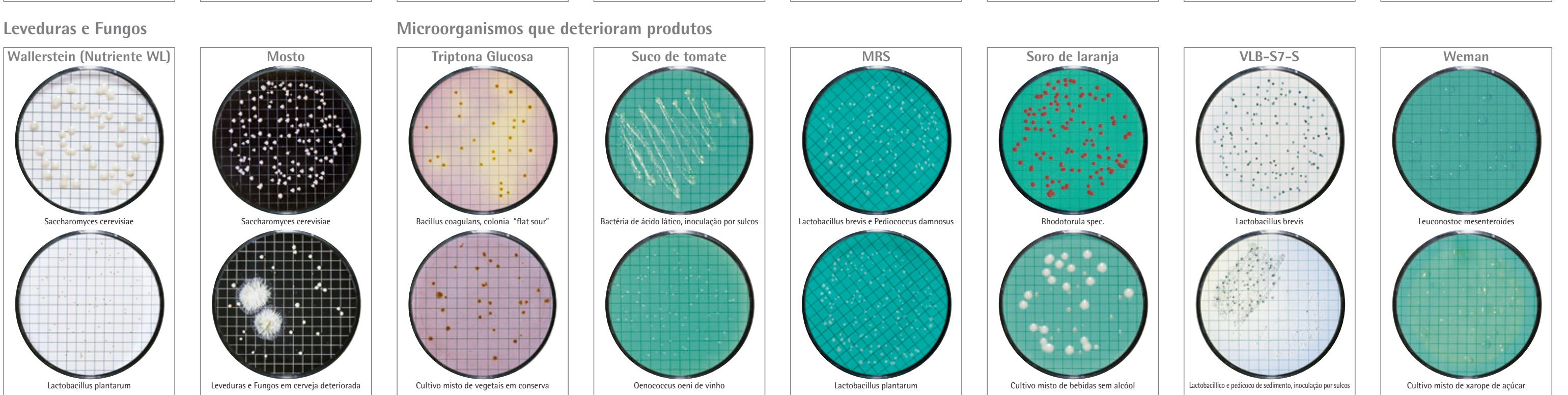
Outras bactérias fecais



Bactérias patogênicas não fecais



Leveduras e fungos



Exemplos de aplicações típicas

Produto	Deteção e enumeração	Tipo de Pad nutriente
Cerveja	Lactobacilos, pediococcus e outros organismos que degradam a cerveja	VLB-S7-S
	Contagem total de colônias	Standart, Standart TTC
	Leveduras silvestres	Lisina
Produtos lácteos	Leveduras e Fungos	Extrato de malta*, nutrientes Wallerstein, Wort
	Lactobacilos	MRS
Alimentos	Microrganismos tolerantes a ácido	Soro de Laranja
	Enterobactérias, E.coli e coliformes	CHROMOCULT™*, ECD, Endo, (MacConkey), m-FC, Teeplol Sulfato de lauril, Tergitol TTC
Sugos	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azida KS Strep
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimide
Leite	Salmonella	Sulfato de bismuto
	Estafilococos, Estafilococo áureo	Chapman
Refrescos e concentrados	Formadoras de esporas termófilas e bactérias mesófilas	Triptona glucosa
	Recontagem total de colônias	Caso, Standard, Standard TTC, TGE Extrato de triptona glucosa
Lactobacilos	Lactobacilos	MRS
	Leveduras e Fungos	Extrato de malta, Wort
Alimentos e bebidas	Lactobacilos	MRS
	Enterobactérias, E. coli e coliformes	Endo, (MacConkey) Tergitol TTC*
Sucos	Oneococcus e outros organismos que degeneram os produtos	Suco de tomate Soro de Laranja
	Lactobacilos	MRS
Ácidos	Leveduras e Fungos	Extrato de Malta, m-Green para levedura e mofo Schaufus Pottinger, Nutrientes Wallerstein, Mosto
	E. coli e coliformes	Endo
Enterobactérias	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azida KS Strep
	Salmonella	Sulfato de bismuto
Produtos farmacêuticos, WFI, matérias primas e produtos cosméticos	Enterobacteriáceas, E. coli	MacConkey
	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azide KF Strep
Ácidos	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimide (apenas cosméticos)
	Salmonella	Sulfato de Bismuto
Leveduras e Fungos	Estafilococos, Estafilococo áureo	Chapman
	Contagem total de colônias	Caso, R2A
Leveduras e Fungos, Candida albicans	Leveduras e Fungos	Sabouraud
	Microorganismos ácido tolerantes, bactérias ácido lácticas	Soro de Laranja VLB-S-7-S
Enterobactérias, E. coli e coliformes	Enterobacteriáceas, E. coli e coliformes	Endo, MacConkey
	Bacteria mesófila produtora de substâncias mucosas, Leuconostoc	Weman
Ácidos	Conteo total de colônias	Standard*, Standard TTC*, TGE Extrato de triptona glucosa
	Lactobacilos	MRS
Leveduras e Fungos	Leveduras e Fungos	Extrato de Malta, m-Green para levedura e mofo Schaufus Pottinger, Nutrientes Wallerstein, Mosto
	E. coli e coliformes	Endo
Ácidos	Bacteria mesófila produtora de substâncias mucosas, Leuconostoc	Weman
	Formadoras de esporas termófilas e bactérias mesófilas	Triptona glucosa
Leveduras e Fungos	Leveduras e Fungos	Extrato de Malta*, Schaufus Pottinger m-Green para levedura y mofo, Mosto
	Microorganismos ácido tolerantes, bactérias ácido lácticas	Soro de laranja
Ácidos	Enterobacteriáceas, E. coli e coliformes	Coliforme Cromogênico em conformidade com DIN EN ISO 9308-1, CHROMOCULT™*, ECD, Endo, (MacConkey), m-FC, Teeplol Sulfato de lauril, Tergitol TTC
	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azida KS Strep
Leveduras e Fungos	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimide
	Salmonella	Sulfato de bismuto
Leveduras e Fungos	Estafilococos, Estafilococo áureo	Chapman
	Controle total de colônias	Caso, R2A, Standard, Standard TTC, TGE Extrato de triptona glucosa, extrato de levedura
Leveduras e Fungos, Candida albicans	Leveduras e Fungos, Candida albicans	Sabouraud
	Acetobactérias	Soro de Laranja, Wort (ambos umidescidos com etanol 5-8%)
Leveduras e Fungos	Microorganismos ácido tolerantes, bactérias ácido lácticas	Soro de Laranja
	Oenococcus e outros microorganismos que degradam o vinho	Suco de tomate
Leveduras e Fungos	Lactobacilos	MRS
	Leveduras e Fungos	Extrato de Malta, m-Green para levedura e mofo Schaufus Pottinger, Nutrientes Wallerstein, Mosto

* Este tipo de pads nutrientes são adequados para a determinação dos microorganismos acima, ainda que os métodos não são especificados nas referências.

A descrição dos resultados típicos ou algumas fotografias mostram o aparecimento dos microorganismos acima. Em alguns casos, a cor e a forma das colônias pode ser diferente do seu estado normal. Para outros testes é necessário validar os resultados.

A Sartorius Stedim Biotech não é responsável por danos consequentes e / ou acidentalmente pelo uso dos produtos pelos clientes. Nossos pads nutrientes estão em constante melhoria e desenvolvimento para atender os requisitos da aplicação eles estão mudando constantemente. Para obter as especificações e critérios de liberação de lote atual, por favor visite nosso website:

<http://microsite.sartorius.com/en/nps-search/>

** A empresa Merck KGaA é a fabricante e detentora da marca