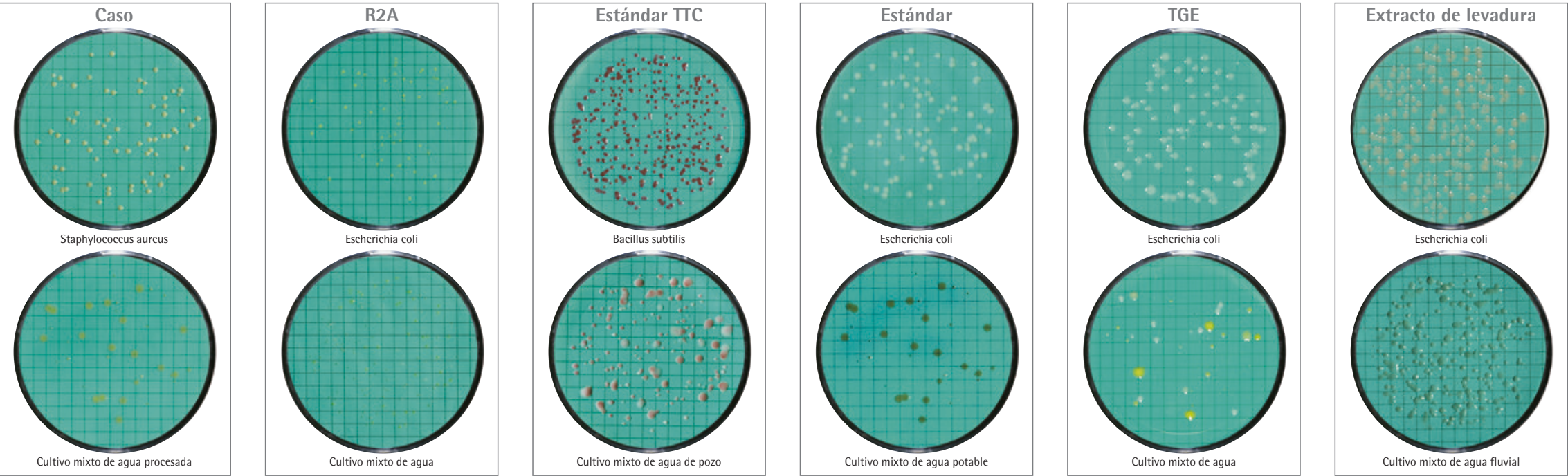


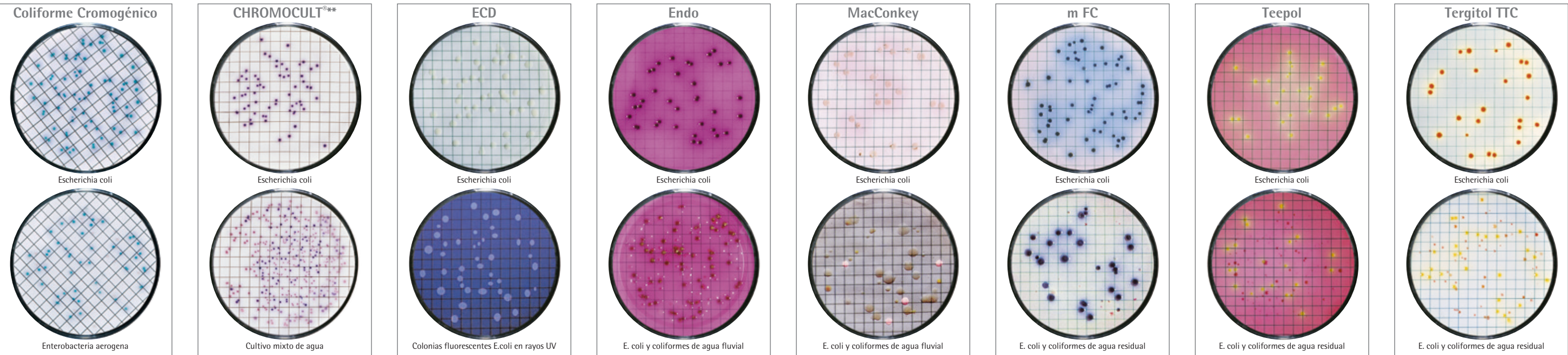
Sets de discos nutrientes



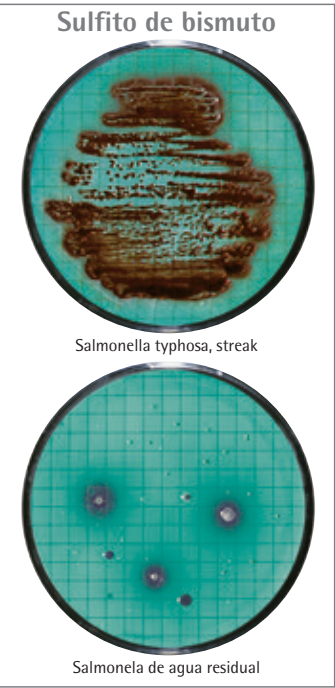
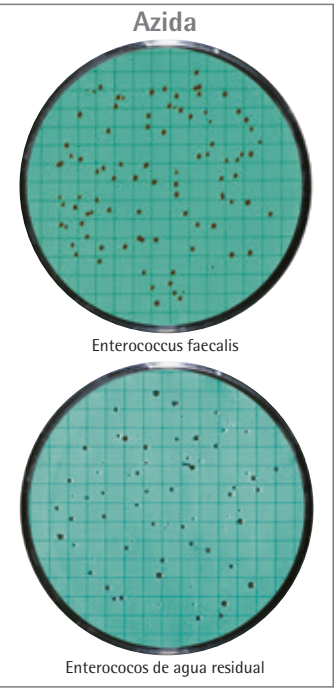
Recuento total de colonias



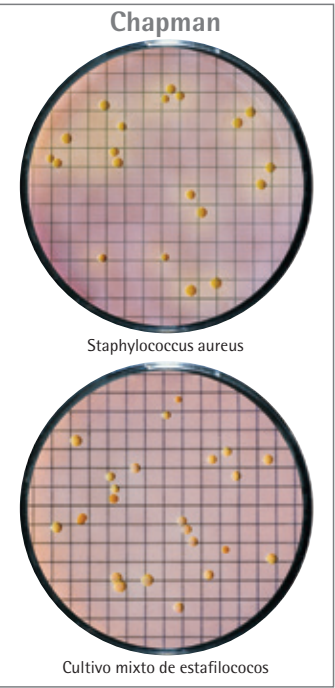
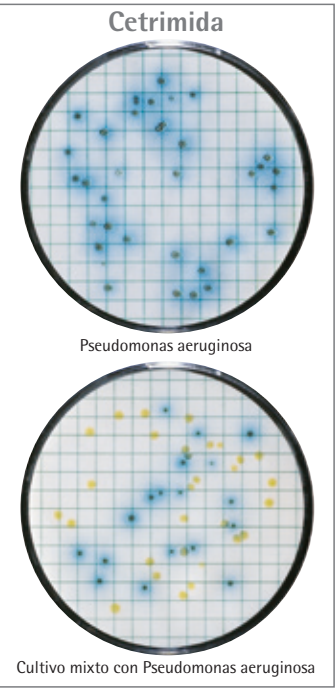
E. coli y coliformes, Enterobacteriáceas



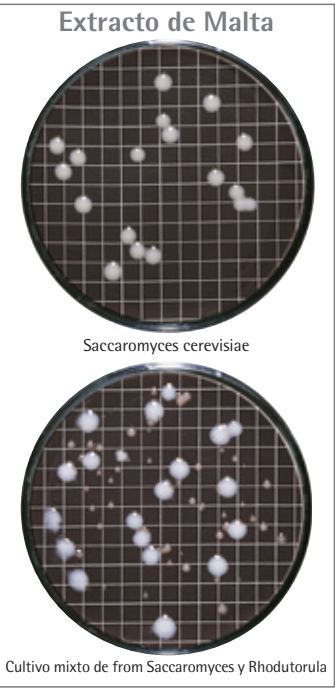
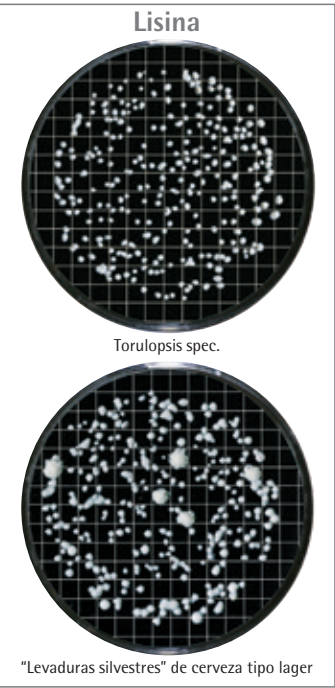
Otras bacterias fecales



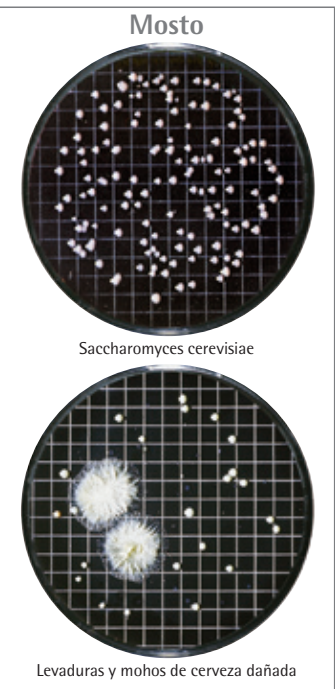
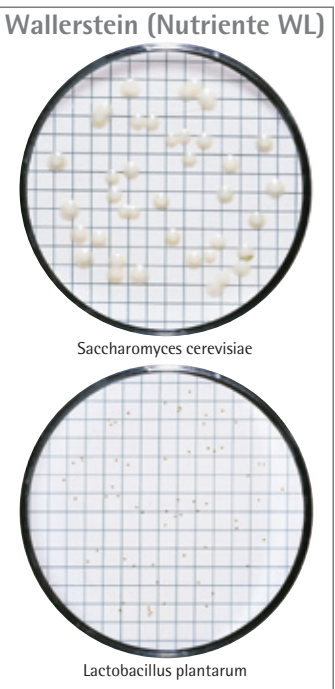
Bacterias patógenas no fecales



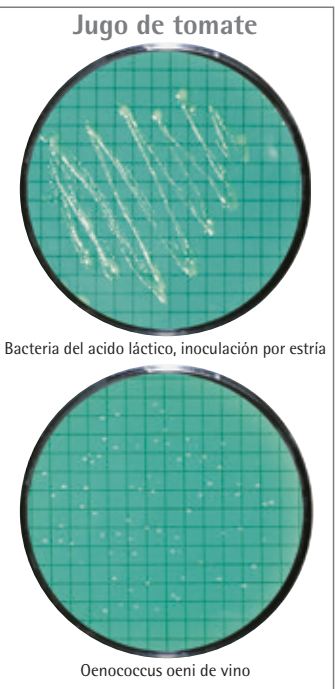
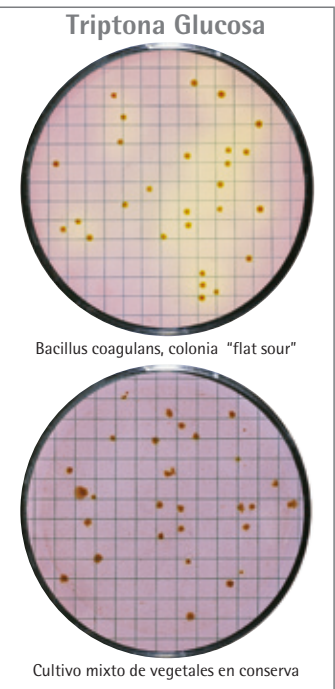
Levaduras y mohos



Levaduras y mohos



Microorganismos que dañan los productos



Ejemplos de aplicaciones típicas

Producto	Detección y enumeración de...	Tipo de disco nutriente
Cerveza	Lactobacilos, pediococcus y otros organismos que estropean la cerveza	VLB-S7-S
	Recuento total de colonias	Estándar, estándar TTC
	Levaduras silvestres	Lisina
	Levaduras y mohos	Extracto de malta*, nutrientes Wallerstein, Wort
		MRS
Productos lácteos	Lactobacilos	MRS
Alimentos	Microorganismos ácido tolerantes	Suero de naranja
	Enterobacteriáceas, E. coli y coliformes	CHROMOCULT**, ECD, Endo, (MacConkey), m-FC, Teepol Sulfato de lauril, Tergitol TTC
	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azida KS Strep
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimida
	Salmonella	Sulfito de bismuto
	Estafilococos, Estafilococo áureo	Chapman
	Formadoras de esporas termófilas y bacterias mesófilas	Triptona glucosa
	Recuento total de colonias	Caso, Standard, Standard TTC, TGE Extracto de triptona glucosa
	Lactobacilos	MRS
	Levaduras y mohos	Extracto de malta, Wort
	Lactobacilos	MRS
	Enterobacteriáceas, E. coli y coliformes	Endo, (MacConkey) Tergitol TTC*
	Oneococcus y otros organismos que estropean los productos	Jugo de tomate Suero de naranja
	Lactobacilos	MRS
	Levaduras y mohos	Extracto de Malta, m-Green para levadura y moho Schaufus Pottinger, Nutrientes Wallerstein, Mosto
Leche	E. coli y coliformes	Endo
	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azida KS Strep
	Salmonella	Sulfito de bismuto
	Enterobacteriáceas, E. coli	MacConkey
Productos farmacéuticos, WFI, materias primas y productos cosméticos	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azide KF Strep
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimide (cosmetics only)
	Salmonella	Sulfito de bismuto
	Estafilococos, Estafilococo áureo	Chapman
	Conteo total de colonias	Caso, R2A
	Levaduras y mohos, Candida albicans	Sabouraud
Refrescos, concentrados	Microorganismos ácido tolerantes, bacterias ácido lácticas	Suero de naranja VLB-S-7-S
	Enterobacteriáceas, E. coli y coliformes	Endo, MacConkey
	Bacteria mesófila productora de sustancias mucosas, Leuconostoc	Weman
	Conteo total de colonias	Standard*, Standard TTC*, TGE Extracto de triptona glucosa
	Lactobacilos	MRS
	Levaduras y mohos	Extracto de Malta, m-Green para levadura y moho Schaufus Pottinger, Nutrientes Wallerstein, Mosto
Azúcar, derivados del azúcar	E. coli y coliformes	Endo
	Bacteria mesófila productora de sustancias mucosas, Leuconostoc	Weman
	Formadoras de esporas termófilas y bacterias mesófilas	Triptona glucosa
	Levaduras y mohos	Extracto de Malta*, Schaufus Pottinger m-Green para levadura y moho, Mosto
Agua (calidad estándar), agua mineral, agua no potable	Microorganismos ácido tolerantes, bacterias ácido lácticas	Suero de naranja
	Enterobacteriáceas, E. coli y coliformes	Coliformes cromogénicos (de acuerdo al nuevo DIN EN ISO 9308-1, CHROMOCULT**, ECD, Endo, (MacConkey), m-FC, Teepol Sulfato de lauril, Tergitol TTC
	Enterococos, Enterococcus faecalis	Azida KS Strep
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimida
	Salmonella	Sulfito de bismuto
Vino	Estafilococos, Estafilococo áureo	Chapman
	Conteo total de colonias	Caso, R2A, Standard, Standard TTC, TGE Extracto de triptona glucosa, extracto de levadura
	Levaduras y mohos, Candida albicans	Sabouraud
	Acetobacterias	Suero de naranja, Wort (ambos humedecidos con ethanol 5-8%)
	Microorganismos ácido tolerantes, bacterias ácido lácticas	Suero de naranja
	Oenococcus y otros microorganismos que estropeen el vino	Jugo de tomate
	Lactobacilos	MRS
	Levaduras y mohos	Extracto de Malta, m-Green para levadura y moho Schaufus Pottinger, Nutrientes Wallerstein, Mosto

* Este tipo de sets de discos nutrientes son adecuados para la determinación de los microorganismos mencionados, aunque los medios no estén especificados en las referencias. La descripción de los resultados típicos o de algunas fotos muestran la apariencia de los microorganismos mencionados. En casos particulares, el color y la forma de las colonias puede variar con respecto a su estado habitual. Para otras pruebas es necesario validar los resultados. Sartorius Stedim Biotech no se hace responsable de los daños causados consecuente y | o accidentalmente por el uso de sus productos por parte de los clientes. Nuestros sets de discos nutrientes están en continua mejora y en un programa de desarrollo para cumplir con los requerimientos de aplicación que están en continuo cambio. Para conocer las especificaciones y los criterios de liberación de lotes actuales por favor visite nuestra página web: <http://microsite.sartorius.com/en/nps-search/>

** La empresa Merck KGaA es la fabricante y la propietaria de la marca