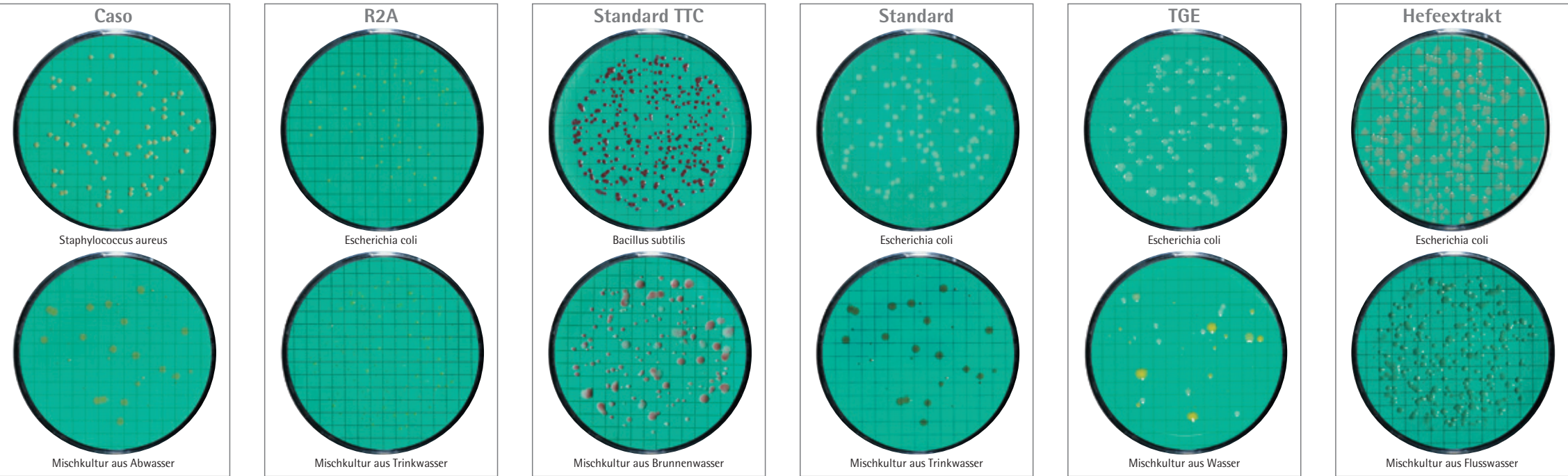


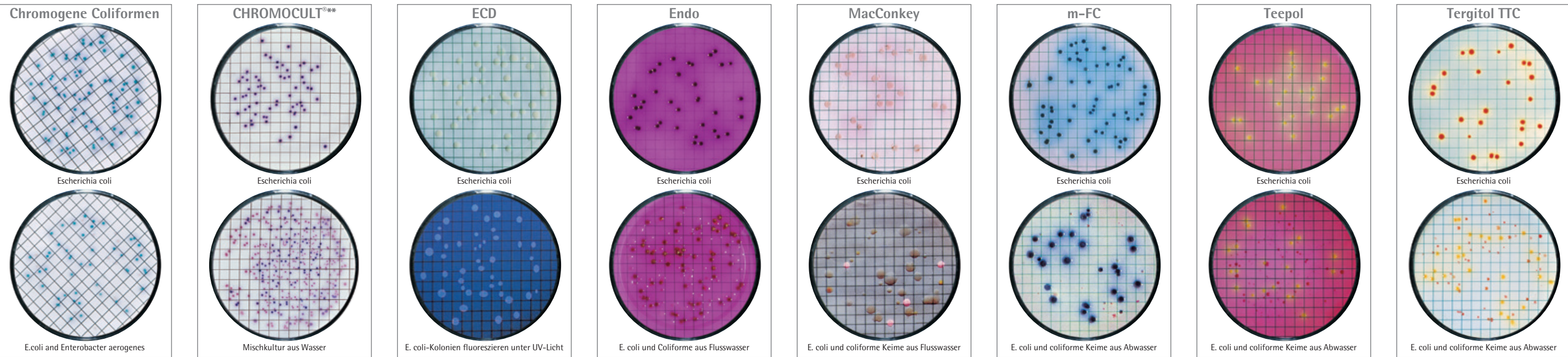
Nährkartonscheiben



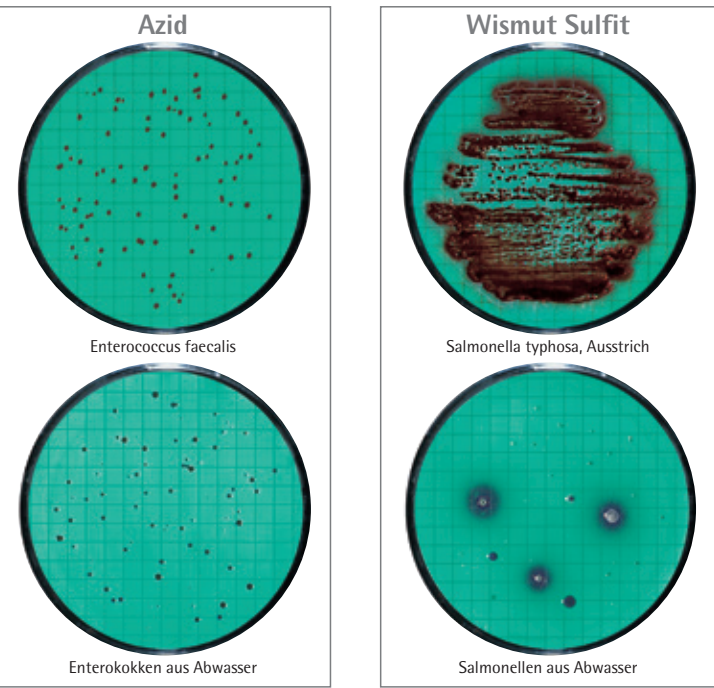
Gesamtkoloniezahl



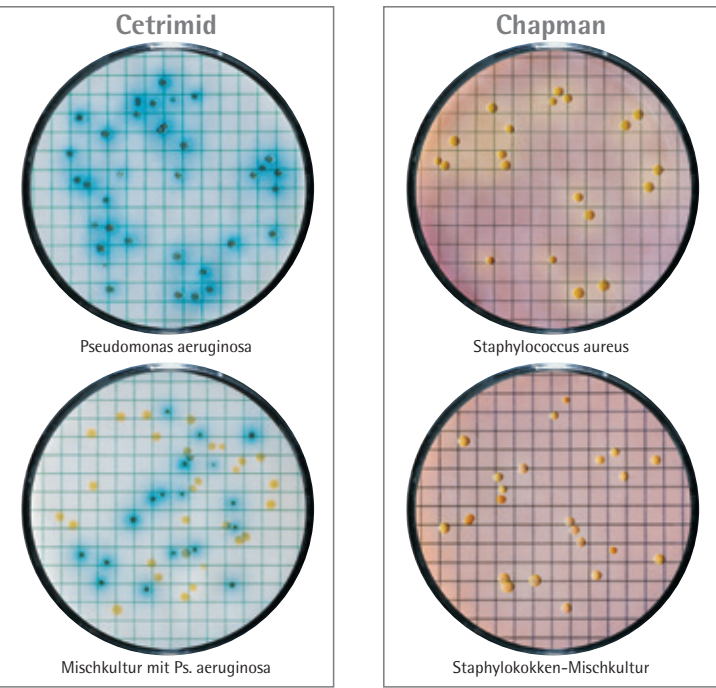
Escherichia coli und Coliforme, Enterobakterien



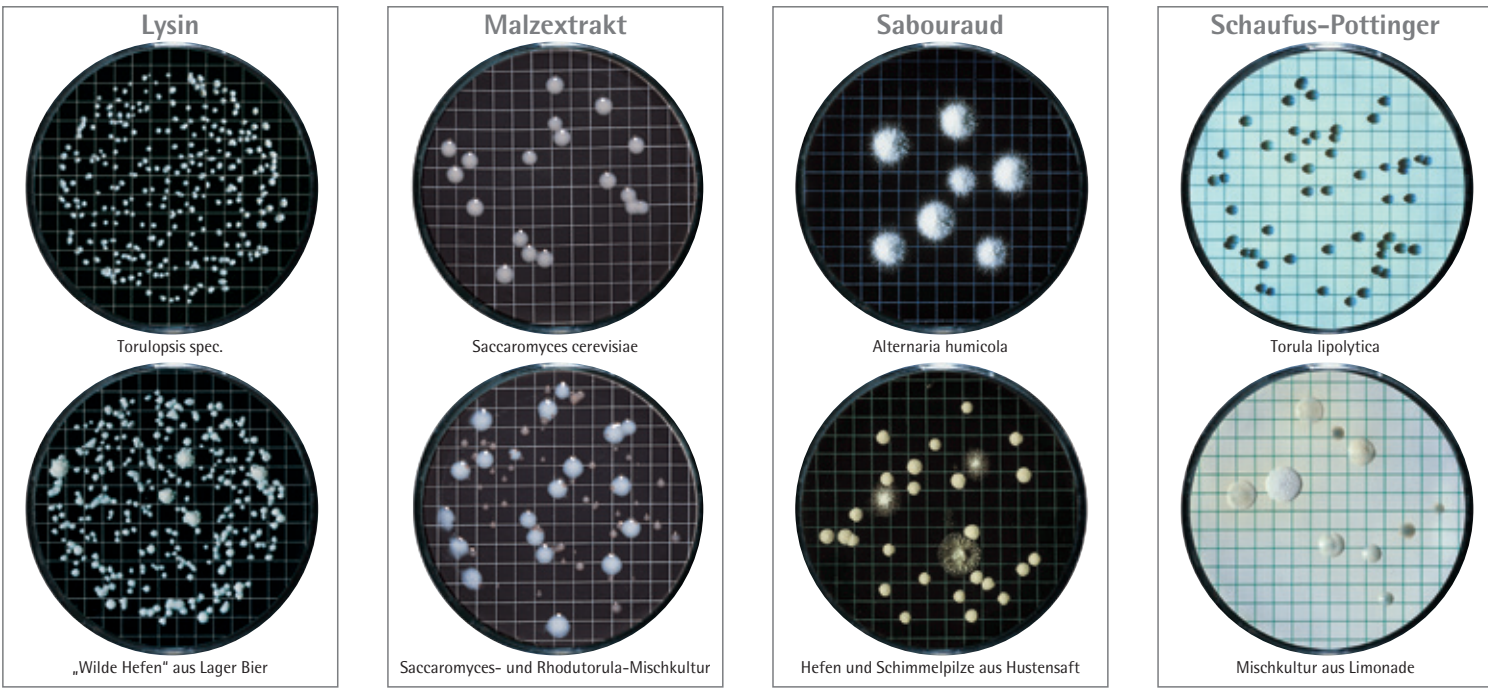
Andere fäkale Bakterien



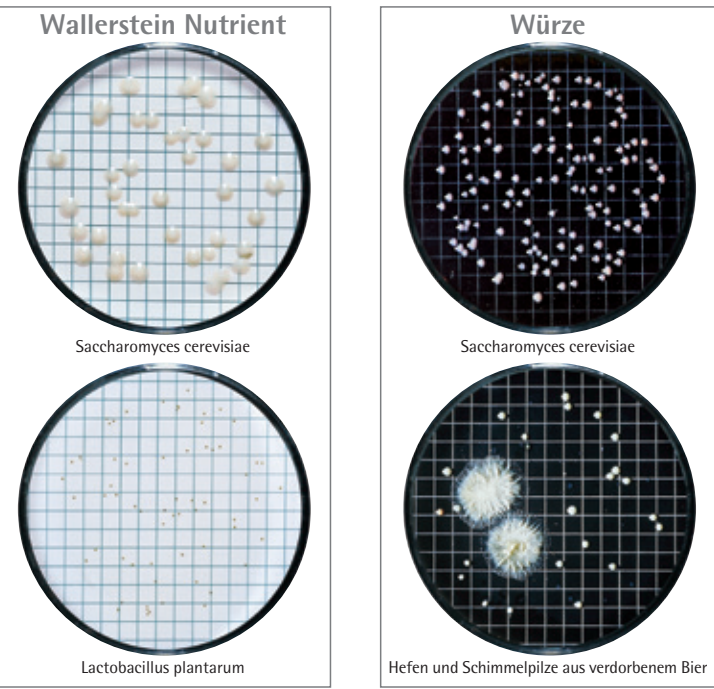
Nicht-fäkale pathogene Bakterien



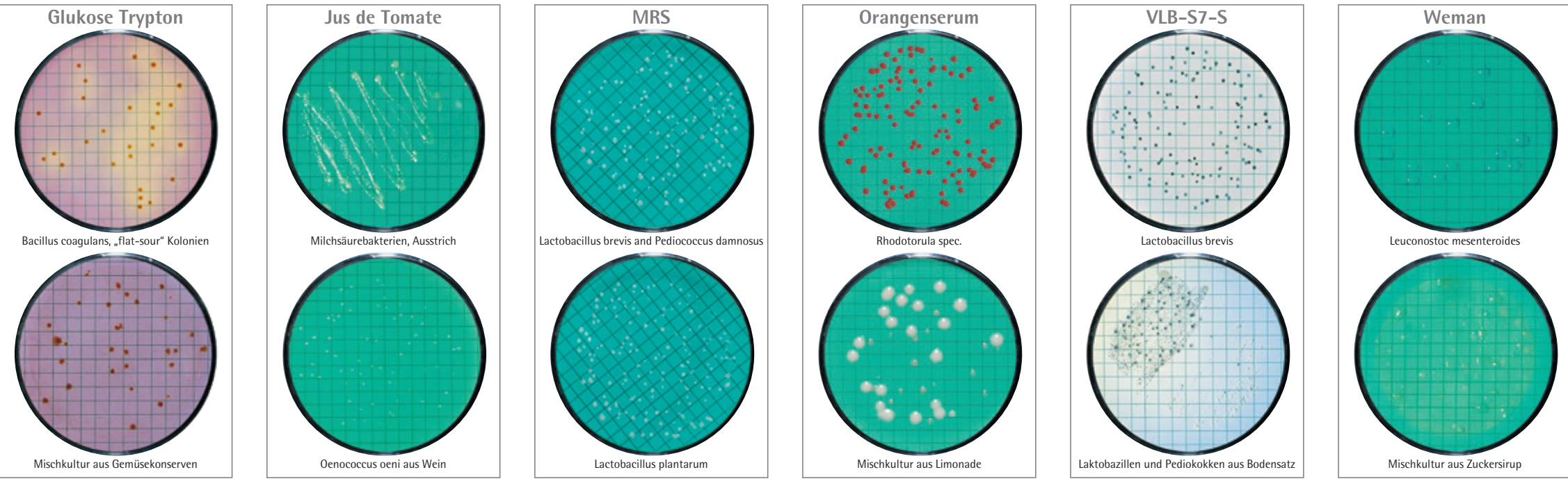
Hefen und Schimmelpilze



Hefen und Schimmelpilze



Verderbniserregende Mikroorganismen



Typische Anwendungsbeispiele

Produkt	Bestimmungsziel	NKS-Typ
Bier	Gesamtkoloniezahl	Standard, Standard-TTC
	Hefen und Schimmelpilze	Malzextrakt*, Wallerstein Nutrient, Würze
	Laktobazillen und Pediokokken sowie andere Bier verderbende Keime	VLB-S7-S
	Wilden Hefen	Lysin
Fruchtsäfte	Enterobakterien, E. coli und Coliforme	Endo, (MacConkey), Tergitol-TTC*
	Hefen und Schimmelpilze	Malzextrakt, m-Grün Hefen und Schimmelpilze Schaufus Pottinger, Wallerstein Nutrient, Würze
	Laktobazillen	MRS
	Oenococcus sowie andere Verderbnis erregenden Keime	Jus de Tomate Tomato Juice, Orangenserum
Lebensmittel	Enterobakterien, E. coli und Coliforme	CHROMOCULT**, ECD, Endo, (MacConkey), m-FC, Teepol Laurylsulfat, Tergitol TTC
	Enterokokken, Enterococcus faecalis	Azid KF Strep
	Gesamtkoloniezahl	Caso, Standard, Standard TTC, TGE Trypton Glukose Extrakt
	Hefen und Schimmelpilze	Malzextrakt, Würze
	Laktobazillen	MRS
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimid
	Salmonellen	Wismut Sulfid
	Säuretoleranten Keime	Orangenserum
	Staphylokokken, Staphylococcus aureus	Chapman
	Thermophile Sporenbildner und mesophile Bakterien	Glukose Trypton
Lebensmittel und Getränke	Laktobazillen	MRS
Milch	E. coli und Coliforme	Endo
	Enterokokken, Enterococcus faecalis	Azid KF Strep
	Salmonellen	Wismut Sulfid
Milchprodukte	Laktobazillen	MRS
Pharmazeutika, WFI-Wasser, Rohstoffe und Kosmetika	Enterobakterien, E. coli	MacConkey
	Enterokokken, Enterococcus faecalis	Azid KF Strep
	Gesamtkoloniezahl	Caso, R2A
	Hefen und Schimmelpilze, Candida albicans	Sabouraud
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimid (nur Kosmetika)
	Salmonellen	Wismut Sulfid
	Staphylokokken, Staphylococcus aureus	Chapman
	Enterobakterien, E. coli und Coliforme	Endo, MacConkey
	Gesamtkoloniezahl	Standard*, Standard TTC*, TGE Trypton Glukose Extrakt
	Hefen und Schimmelpilze	Malzextrakt, m-Grün Hefen und Schimmelpilze Schaufus-Pottinger, Wallerstein Nutrient, Würze
Soft Drinks, Konzentrate	Laktobazillen	MRS
	Mesophilen schleimbildenden Bakterien, Leuconostoc	Weman
	Säuretoleranten Keime, Milchsäurebakterien	Orangenserum, VLB-S-7-S
	Enterobakterien, E. coli und Coliforme	Chromogene Coliformen (gemäß neuer DIN EN ISO 9308-1), CHROMOCULT**, ECD, Endo, (MacConkey), m-FC, Teepol Laurylsulfat, Tergitol TTC
Wasser, Mineralwasser, natürliches Wasser, Abwasser	Enterokokken, Enterococcus faecalis	Azid KF Strep
	Gesamtkoloniezahl	Caso, R2A, Standard, Standard TTC, TGE Trypton Glukose Extrakt, Hefeextrakt
	Hefen und Schimmelpilze, Candida albicans	Sabouraud
	Pseudomonas aeruginosa	Cetrimid
Wein	Salmonellen	Wismut Sulfid
	Säuretoleranten Keime, Milchsäurebakterien	Orangenserum
	Staphylokokken, Staphylococcus aureus	Chapman
	Acetobacter	Orangenserum, Würze (beide mit 5-8 % Ethanol benetzt)
Zucker, Zuckerprodukte	Hefen und Schimmelpilze	Malzextrakt, m-Grün Hefen und Schimmelpilze Schaufus-Pottinger, Wallerstein Nutrient, Würze
	Laktobazillen	MRS
	Oenococcus und andere Wein verderbende Keime	Jus de Tomate Tomato Juice
	Säuretolerante Keime, Milchsäurebakterien	Orangenserum
Wein	E. coli und Coliforme	Endo
	Hefen und Schimmelpilze	Malzextrakt*, m-Grün Hefen und Schimmelpilze Schaufus Pottinger, Würze*
	Mesophile schleimbildende Bakterien, Leuconostoc	Weman
Zucker, Zuckerprodukte	Thermophile Sporenbildner und mesophile Bakterien	Glukose Trypton

* Diese NKS-Typen sind für die Bestimmung der in dieser Liste erwähnten Mikroorganismen geeignet, auch wenn diese Medien nicht explizit in Referenzen deklariert sind. Abbildungen und | oder Beschreibungen geben typische Erscheinungsformen der im Text erwähnten Mikroorganismen an. In Einzelfällen können Form und Farbe der Kolonien vom zu erwartenden Habitus abweichen. Weiterführende Untersuchungen zur Verifizierung der Ergebnisse können nötig sein. Sartorius Stedim Biotech übernimmt, soweit rechtlich und gesetzlich möglich, keine Haftung für Schäden aller Art, die direkt oder indirekt durch den Gebrauch der Produkte entstanden sind. Die Nährkartonscheiben (NKS) 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/NPSSearch

** Markeninhaber und Hersteller ist die Merck KGaA