

タイプ	製品名	品コード	cmc(mmol/l)
非イオン界面活性剤			
トレハロースエステルタイプ	Trehalose C8	T459	5.6
	Trehalose C10	T460	3
	Trehalose C12	T461	0.15
	Trehalose C14	T464	0.012
	Trehalose C16	T465	0.0061
トレハロースエーテルタイプ	Trehalose C8 ether	T466	
グルコースタイプ	n-Heptyl- -D-thioglucoside	H015	30
	n-Octyl- -D-glucoside	O001	25
	n-Octyl- -D-thioglucoside	O003	9
マンノースタイプ	3-Oxatridecyl- -D-mannoside	O401	0.63
マルトースタイプ	n-Dodecyl- -D-maltoside	D316	0.17
	n-Decyl- -D-maltoside	D382	1.8
	n-Nonyl- -D-thiomaltoside	N373	2.4
	n-Octyl- -D-maltoside	O393	23.4
	n-Undecyl- -D-maltoside	U214	0.55
グルコンアミドタイプ	BIGCHAP	B043	2.9
	deoxy-BIGCHAP	D045	1.4
グルカミンタイプ	MEGA-8	M014	2.9
	MEGA-9	M015	25
	MEGA-10	M016	7
陰イオン性界面活性剤			
コール酸タイプ	Sodium cholate(purified)	C321	14
	Sodium deoxycholate(for protein crystallization)	D520	5
両性界面活性剤			
コールアミドタイプ	CHAPS	C008	8
	CHAPSO	C020	8