

Chemical Compatibility

	Material								Minisart® Types											
	PES membrane	SFCA membrane	PTFE membrane	RC membrane	Nylon membrane	GF depth filter	Housing MBS	Housing PP	Minisart® HighFlow	Minisart® NML Ophthalsart	Minisart® NML Plus	Minisart® NML GF	Minisart® HY	Minisart® Air	Minisart® RC	Minisart® NY	Minisart® NY Plus	Minisart® SRP	Minisart® PES	
Filter Membrane	PES	(SF)CA	PTFE	RC	PA				PES	(SF)CA	(SF)CA		PTFE	RC	PA	PA	PTFE	PES		
Pre-Filter						GF			-	-	GF	GF	-	-	-	GF	-	-		
Housing Material							MBS	PP	MBS	MBS	MBS	MBS	MBS	PP	PP	PP	PP	PP	PP	
Sterilization																				
Ethylene oxide	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
Gamma irradiation	++	++	¹	++	-	++	++	-	++	++	++	++	¹	-	-	-	-	-	-	
Autoclaving 121°C, 30 min	++	++	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	++	
Solvents																				
Acetone	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-	
Acetonitrile	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-	
Benzene	+	+	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	+		
Benzyl alcohol	+	+	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	+	
n-Butyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-	
n-Butanol	++	++	++	++	++	++	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	
Cellosolve	+	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	+	
Chloroform	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-	
Cyclohexane	-	-	++	++	++	++	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	
Cyclohexanone	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	
Diethylacetamide	-	-	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-		
Diethyl ether	-	+	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-		
Dimethyl formamide	-	-	++	+	+	++	-	++	-	-	-	-	-	+	+	+	++	-		
Dimethylsulfoxide	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-	
Dioxane	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-	
Ethanol, 98%	++	++	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	++	
Ethyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	
Ethylene glycol	++	+	++	++	++	++	+	++	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++	++	

Legend

++ High compatibility
+ Limited compatibility

- Not compatible

¹ Gamma irradiation feasible for Minisart® Air

	Material								Minisart® Types										
	PES membrane	SFCA membrane	PTFE membrane	RC membrane	Nylon membrane	GF depth filter	Housing MBS	Housing PP	Minisart® HighFlow	Minisart® NML Ophthalsart	Minisart® NML Plus	Minisart® NML GF	Minisart® HY	Minisart® Air	Minisart® RC	Minisart® NY	Minisart® NY Plus	Minisart® SRP	Minisart® PES
Filter Membrane	PES	(SF)CA	PTFE	RC	PA				PES	(SF)CA	(SF)CA		PTFE	RC	PA	PA	PTFE	PES	
Pre-Filter						GF			-	-	GF	GF	-	-	-	GF	-	-	
Housing Material							MBS	PP	MBS	MBS	MBS	MBS	MBS	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Formamide	++	-	+	+	++	++	++	++	++	-	-	-	+	+	++	++	++	++	++
Glycerin	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++
n-Heptane	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
n-Hexane	+	+	+	++	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Isobutanol	++	+	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	++
Isopropanol	++	++	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	++
Isopropyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-
Methanol, 98%	+	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	+
Methyl acetate	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Methylene chloride	-	-	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-	-
Methyl ethyl ketone	-	+	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Methyl isobutyl ketone	-	-	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Monochlorobenzene	+	+	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+
Nitrobenzene	-	-	++	++	+	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
n-Pentane	++	++	-	++	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
Perchloroethylene	-	-	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Petroleum ether	+	++	-	++	++	++	+	++	+	+	+	-	++	++	++	++	-	+	+
Solvents (continued)																			
Pyridine	-	-	++	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	++	++	-
Tetrahydrofuran	-	-	-	++	++	++	-	++	-	-	-	-	-	++	++	++	-	-	-
Toluene	-	+	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Trichloroethylene	-	+	++	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-
Xylene	-	+	-	++	++	++	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
Acids																			
Acetic acid, 25%	+	+	++	++	-	++	+	++	+	+	+	+	+	++	-	-	++	+	+
Acetic acid, 80%	-	-	++	+	-	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
Hydrofluoric acid, 50%	+	-	++	+	-	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+
Perchloric acid, 25%	-	-	++	-	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Phosphoric acid, up to 10%	+	+	++	-	-	++	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+

Legend

++ High compatibility
+ Limited compatibility

- Not compatible

¹ Gamma irradiation feasible for Minisart® Air

	Material								Minisart® Types										
	PES membrane	SFCA membrane	PTFE membrane	RC membrane	Nylon membrane	GF depth filter	Housing MBS	Housing PP	Minisart® HighFlow	Minisart® NML Ophthalsart	Minisart® NML Plus	Minisart® NML GF	Minisart® HY	Minisart® Air	Minisart® RC	Minisart® NY	Minisart® NY Plus	Minisart® SRP	Minisart® PES
Filter Membrane	PES	(SF)CA	PTFE	RC	PA				PES	(SF)CA	(SF)CA		PTFE	RC	PA	PA	PTFE	PES	
Pre-Filter						GF			-	-	GF	GF	-	-	-	GF	-	-	
Housing Material							MBS	PP	MBS	MBS	MBS	MBS	MBS	PP	PP	PP	PP	PP	PP
Phosphoric acid, 86%	+	+	++	-	-	++	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Nitric acid, 30%	+	-	++	-	-	++	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Nitric acid, conc.	-	-	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrochloric acid, 20%	++	-	++	-	-	++	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Sulfuric acid, 25%	+	-	++	+	-	++	++	++	+	-	-	-	++	+	-	-	-	++	+
Sulfuric acid, 98%	-	-	++	-	-	++	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichloroacetic acid, 25%	-	-	++	++	-	++	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-
Bases																			
Ammonia, 1N	++	+	++	+	++	++	+	++	+	+	+	+	+	+	++	++	++	++	++
Ammonium hydroxide, 25%	+	+	++	+	++	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Potassium hydroxide, 32%	++	-	++	-	+	+	-	++	-	-	-	-	-	-	+	+	++	++	++
Sodium hydroxide, 1N	++	-	-	+	++	+	-	++	-	-	-	-	+	++	+	-	-	++	++
Sodium hydroxide, 32%	++	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+
Aqueous solutions																			
Formaldehyde, 30%	+	++	++	+	++	++	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Sodium hypochlorite, 5%	++	-	++	-	-	++	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
Hydrogen peroxide, 35%	++	-	++	-	-	++	+	++	+	-	-	+	+	-	-	-	-	++	++
pH range																			
pH 1 to 14	-	-	++	-	-	++	-	++											
pH 1 to 13	++	-	++	-	-	++	-	++											
pH 3 to 14	+	-	++	+	++	++	-	++											
pH 3 to 12	++	-	++	++	++	++	+	++											
pH 4 to 8	++	++	++	++	++	++	++	++											

The chemical compatibility guide could be confirmed either by a literature review or by laboratory tests. Please consider that compatibilities can be influenced by various factors. Therefore, we recommend that you confirm compatibility with the liquid you want to filter by performing a trial filtration run before you start your actual filtration.

Legend

++ High compatibility
+ Limited compatibility

- Not compatible


¹ Gamma irradiation feasible for Minisart® Air

Germany

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
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