

参考資料

参考資料 1

主な有機溶媒の沸点、比重、乾燥剤表

品名	沸点(°C)	比重(20°C)	1L → kg	1 kg → L	乾燥剤								
					CaCl ₂	モレキュ ラシーブ	P ₂ O ₅	Na	ドライ ナップ	蒸留	Na ₂ SO ₄	CaOある いはBaO	その他
アセチルアセトン	137~140	0.975	0.975	1.026								*	
アセト酢酸エチル	180.4	1.028(25)	1.028	0.973								*	
アセトニトリル	81.6	0.786	0.786	1.272	*	*	*						CaSO ₄
アセトン	56.2	0.7899	0.7899	1.266	*	*							
アニソール	155	0.996	0.996	1.004	*			*	*				
アニリン	184.6	1.022	1.022	0.978						*		*	KOH
iso-アミルアルコール	138.0	0.808(25)	0.808	1.238		*							
エーテル	34.5	0.714	0.714	1.400	*	*		*	*				
エタノール(無水)	78.5	0.789	0.789	1.267		*		*				*	Mg
エチレングリコール	198	1.109	1.109	0.902						*			
iso-オクタン	99.2	0.692	0.692	1.445				*	*	*			
ギ酸エチル	54.5	0.917	0.917	1.090			*						
キシレン(o,m,p混合)	137~40	0.86	0.86	1.163	*	*	*	*	*				
キノリン	238	1.093	1.093	1.194									
グリセリン	290(分解)	1.261	1.261	0.793						*			
o-クレゾール	191	1.027	1.027	0.974									
クロロベンゼン	132	1.106	1.106	0.904	*		*			*			
クロロホルム	61.7	1.483	1.483	0.674	*	*	*						氷結
水酢酸	117.9	1.049	1.049	0.953				*					CuSO ₄
無水酢酸	139.6	1.082	1.082	0.924	*			*					Mg
酢酸エチル	77.1	0.901	0.901	1.110									K ₂ CO ₃
n-酢酸ブチル	126.5	0.883	0.883	1.133			*						MgSO ₄
四塩化炭素	76.5	1.594	1.594	0.627	*	*	*			*			
p-ジオキサン	101.4	1.034	1.034	0.967	*	*		*	*				
1,2-ジクロロエタン	83.5	1.235	1.235	0.810	*	*	*						
シクロヘキサン	80.7	0.779	0.779	1.284	*	*	*	*	*				
N,N-ジメチルアニリン	194	0.956	0.956	1.046									
ジメチルスルホキシド	189(分解)	1.101	1.101	0.908						*			
ジメチルホルムアミド	153.0	0.945(25)	0.945	1.058		*				*			
1,2-ジメトキシエタン	84.7	0.863	0.863	1.159	*						*		
テトラヒドロフラン	67	0.889	0.889	1.125		*		*	*				KOH
テトラリン	207.6	0.970	0.970	1.031	*			*	*				
トリエタノールアミン	277~9/ 2.0×10 ⁵ Pa	1.124	1.124	0.890									KOH
トリクレン	87.2	1.476(15)	1.476	0.678	*			*		*			K ₂ CO ₃
トルエン	110.6	0.867	0.867	1.153	*	*	*	*	*	*			
ニトロベンゼン	210.8	1.204	1.204	0.831	*		*			*			
二硫化炭素	46.2	1.263	1.263	0.792	*		*						
パークロロエチレン	123	1.623	1.623	0.616	*					*			
ピリジン	115.5	0.972	0.972	1.028		*					*		KOH
n-ブタノール	117.2	0.810	0.810	1.235						*		*	K ₂ CO ₃ , Mg
sec-ブタノール	99.5	0.807	0.807	1.239						*		*	K ₂ CO ₃
tert-ブタノール	82.3	0.789	0.789	1.267						*		*	氷結
iso-ブタノール	108	0.802	0.802	1.247						*		*	K ₂ CO ₃ , Ca, Mg
プロモベンゼン	156	1.495	1.495	0.669	*		*			*			
iso-プロパノール	82.4	0.786	0.786	1.272		*				*		*	Mg
n-プロパノール	97.2	0.804	0.804	1.244		*					*		Mg
iso-プロピルエーテル	91	0.736	0.736	1.359	*			*	*				
ヘキサン	69	0.660	0.660	1.515	*		*	*	*				
n-ヘプタン	98.4	0.684	0.684	1.462	*		*	*	*				
ベンゼン	80.1	0.877	0.877	1.140	*	*	*	*	*	*			
n-ペンタン	36.1	0.626	0.626	1.597	*		*	*	*				
メタノール	65	0.791	0.791	1.264		*		*	*		*		Mg
メチルイソブチルケトン	116.8	0.798	0.798	1.253	*							*	K ₂ CO ₃
メチルシクロヘキサン	100.9	0.769	0.769	1.300	*		*	*	*	*			
メチルセロソルブ	124.5	0.965	0.965	1.036						*			
メチレンクロライド	40	1.327	1.327	0.754	*	*	*						
メチルクロロホルム	74.1	1.339	1.339	0.747	*								

本表の作成に当たっては Merck Index、化学便覧、化学実験操作法、A. Weissberger, et al, "Organic Solvents", Interscience Publ. New York (1955), R. C. Weast, "CRC Handbook of Chemistry and Physics" 65th, CRC Press, Inc. (1985)などを参考に編集した。比重はできるだけ20°Cのものを選び、不明のものは15°C、25°Cをとり()に入れた。