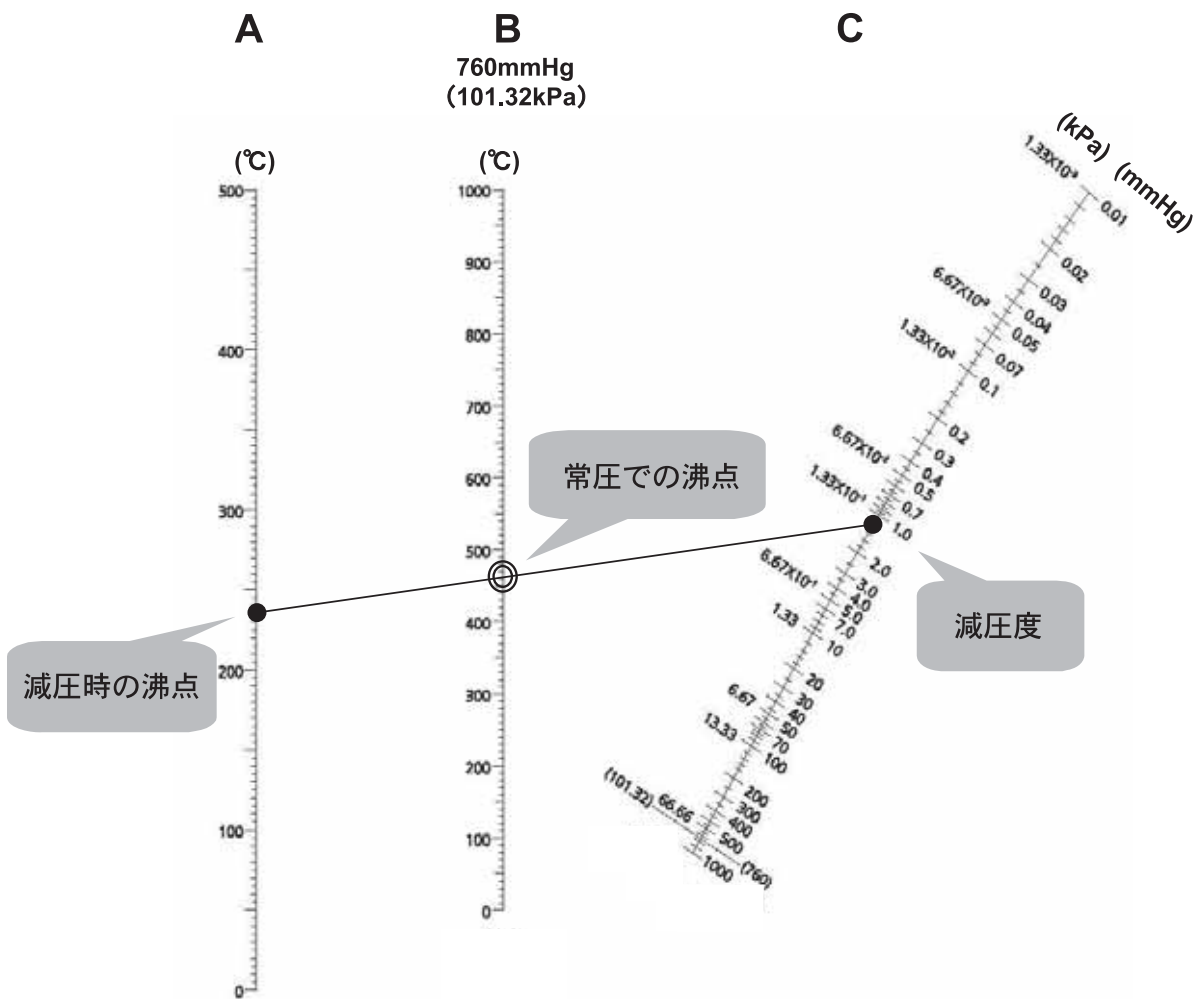


# 沸点換算図表 (Pressure - Temperature Nomograph)



\* この図表は概略値を求めるためのものであり正確な値は得られない。

- 参考資料 : 1. 畑一夫, 渡辺健一著「基礎有機化学実験」丸善(1966)p.1  
 2. Science of Petroleum, Vol. II .p.1281 (1938)