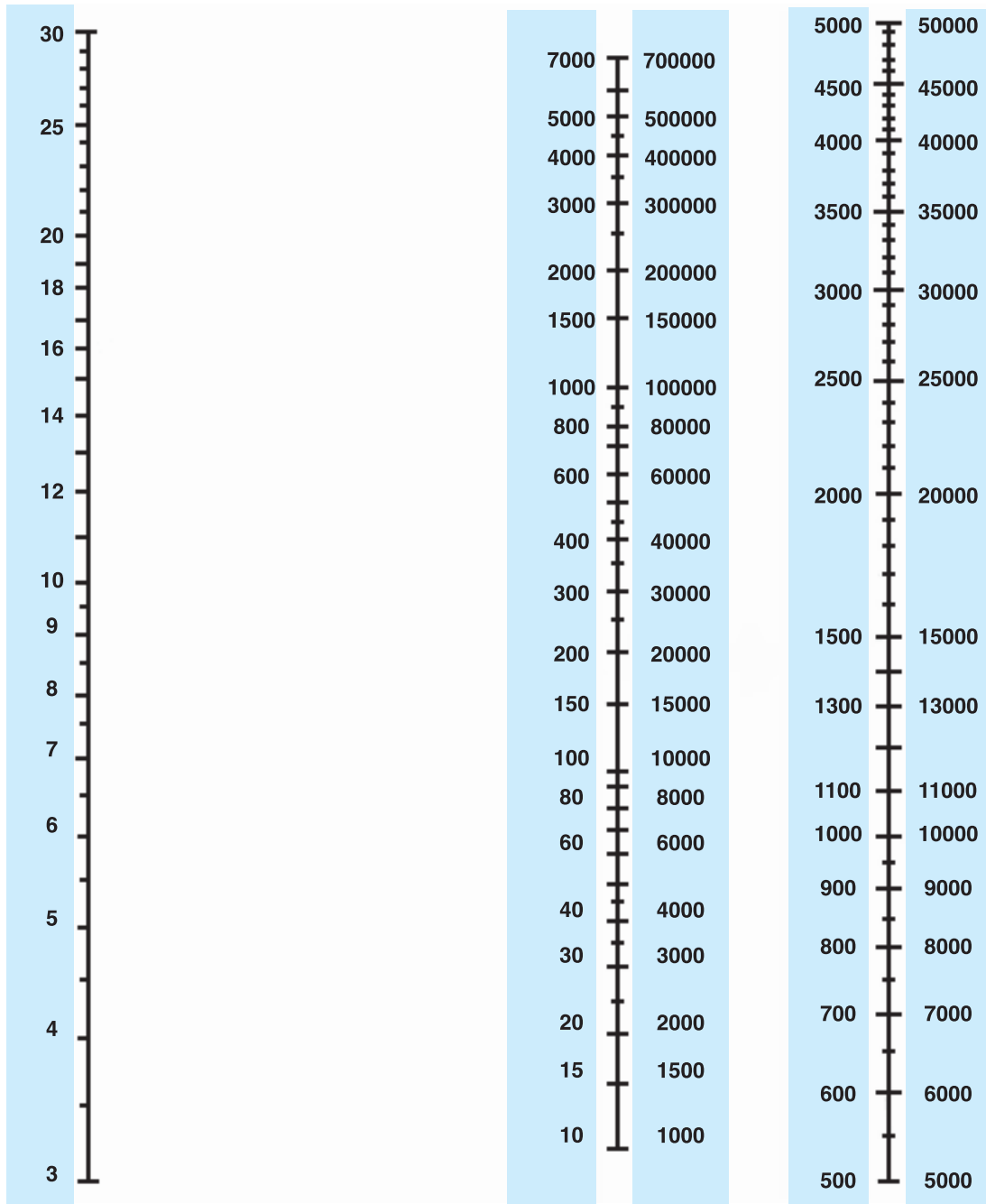


参考資料 7

<遠心力と回転数の換算表>



回転半径 R (cm)

遠心力 (g)

回転数 (rpm)

<遠心力と回転数の換算式>

$$\text{遠心力 (g)} = 1.118 \times 10^{-5} \times R(\text{cm}) \times \text{rpm}^2$$