

参考資料 2

数の表示に出て来るギリシア、ラテン、ローマ文字

アラビア数字	ギリシア名称	ラテン名称	ローマ数字	大文字	小文字	読み方
1/2	hemi	semi		A	α	アルファ
1	mono	uni	I	B	β	ベータ
1 1/2		sesqui		Γ	γ	ガンマ
2	di	bi	II	Δ	δ	デルタ
3	tri	tri, ter	III	E	ϵ	エプシロン
4	tetra, tetr	quadri, quadr	IV	Z	ζ	ジータ、ツェータ
5	penta, pent	quinque, quinqu	V	H	η	イータ
6	hexa, hex	sexi, sex	VI	Θ	θ	シータ、テータ
7	hepta, hept	septi, sept	VII	I	ι	イオタ
8	octa, oct, octo		VIII	K	κ	カッパ
9	ennea, enne	nona, non	IX	Λ	λ	ラムダ
10	deca, dec		X	M	μ	ミュー
11	hendeca, hendec	undeca, undec	XI	N	ν	ニュー
12	dodeca, dodec		XII	Ξ	ξ	クサイ、グザイ
13	trideca, tridec		XIII	O	o	オミクロン
14	tetradeca, tetradec		XIV	Π	π	パイ
15	pentadeca, pentadec		XV	P	ρ	ロー
16	hexadeca, hexadec		XVI	Σ	σ	シグマ
17	heptadeca, heptadec		XVII	T	τ	タウ
18	octadeca, octadec		XVIII	Υ	υ	ウブシロン、イブシロン
19	nonadeca, nonadec		XIX	Φ	ϕ	ファイ
20	eicosa, eicos		XX	X	χ	カイ
30	triaconta, tricont		XXX	Ψ	ψ	プサイ
40	tetraconta, tetracont		XL	Ω	ω	オメガ
50	pentaconta, pentacont		L			
10 ⁻¹	deci(d)	10 ¹	deka(da)	ppm=parts per million (1 mg/1l=1 μg/1ml)		
10 ⁻²	centi(c)	10 ²	hecto(h)			
10 ⁻³	milli(m)	10 ³	kilo(k)			
10 ⁻⁶	micro(μ)	10 ⁶	mega(M)	ppb=parts per billion (1 μg/1l)		
10 ⁻⁹	nano(n)	10 ⁹	giga(G)			
10 ⁻¹²	pico(p)	10 ¹²	tera(T)			
10 ⁻¹⁵	femto(f)	10 ¹⁵	peta(P)			
10 ⁻¹⁸	atto(a)	10 ¹⁸	exa(E)			