

Human Ras Protein Family Gene Expression

Protein Isoform Name	Adipose	Adrenal	Bladder	Whole Blood	Bone Marrow	Breast	Whole Brain	Colon	Epididymus	Heart	Intestine	Kidney	Liver	Lung	Lymph Node	Ovary	Pancreas	Parathyroid Gland	Pituitary	Placenta	Prostate	Salivary Gland	Skeletal Muscle	Skin	Spinal Cord	Spleen	Stomach	Testes	Thymus	Thyroid	Tongue	Tonsil	Trachea	Uterus	Vagina	
E-Ras	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	3	N.R.	N.R.	N.R.	
N-Ras	3	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	2	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	3
H-Ras	3	4	4	3	3	4	4	4	2	4	3	3	3	4	3	4	3	2	4	3	4	2	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	1	
K-Ras	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	
R-Ras1	4	4	4	4	4	4	3	4	N.R.	4	4	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	N.R.	
R-Ras2	4	4	4	3	2	4	3	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	2	
M-Ras	2	4	4	1	1	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	3	4	2	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	1	3	1	4	3	
Ral-A	3	4	4	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	3	
Ral-B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Rit1	3	4	3	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	
Rit2	1	4	2	2	1	3	4	4	1	4	N.R.	3	3	4	4	3	2	1	1	2	3	3	2	1	2	2	3	3	4	3	1	4	1	3	3	
Rap1a	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
Rap1b	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Rap2a	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	
Rap2b	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	2	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	
Rap2c	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	2	

4 4 Expression
3 3 Expression
2 2 Expression
1 1 Expression
N.R. N.D. Recorded

Based on gene expression as by DNA microarrays and recorded in the GEO database in the NCBI website

