

Human Rho 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	Peripheral Blood Mononucleocyte	Pituitary	Placenta	Prostate	Red Blood Cell	Salivary Gland	Skeletal Muscle	Skin	Spinal Cord	Spleen	Stomach	Testes	Thymus	Thyroid	Tongue	Tonsil	Trachea	Uterus	Vagina		
Placental Cdc42p	3	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	4	3	
Brain Cdc42p	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	4	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.	N.R.
Rac1a	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	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	
Rac1b or Rac1ins	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	4	N.R.	4	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.	
RAC2	4	4	4	4	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	3	4	4	N.R.	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	
RAC3	2	4	3	1	1	4	3	3	2	4	N.R.	4	4	4	3	3	4	3	N.D.	2	3	4	2	2	4	1	N.R.	4	4	2	1	1	1	4	3	4	4		
RAC1P4	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.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.		
RHOA	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	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	4	3		
RHOB	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	4	4	4	4	4	4	4	4		
RHOBTB1	2	3	3	3	4	2	2	4	4	4	4	4	2	4	2	4	4	4	3	2	4	4	1	2	4	1	4	4	4	4	4	2	1	1	1	3	1		
RHOBTB2	2	4	4	1	3	N.D.	4	3	4	3	4	4	4	4	4	2	4	1	N.D.	1	4	4	2	4	3	2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	N.R.		
RHOC	N.R.	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	N.R.	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	N.R.	2	4	4			
RHOD	4	4	3	4	4	N.D.	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3		
RHOF	3	4	3	4	4	N.D.	3	4	1	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	2		
RHOG	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	
RHOH	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	N.R.		
RHOJ	N.R.	4	4	N.R.	4	4	4	3	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	2	N.R.	N.R.	3	4	N.R.	4	4	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	N.R.	4	N.R.	4	
RHOQ	3	4	4	3	1	3	3	3	2	4	N.D.	4	3	4	4	4	3	2	3	3	1	4	N.D.	3	4	1	4	2	3	N.D.	3	3	4	2	4	3	3	4	
RHOT1	3	3	4	4	3	4	3	3	N.R.	3	3	2	2	4	3	4	3	N.R.	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	N.R.		
RHOT2	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3		
RHOU	N.R.	4	4	N.R.	4	N.R.	4	3	4	3	4	3	4	4	1	4	4	4	N.R.	N.R.	4	4	N.R.	4	4	N.R.	4	4	4	3	4	3	N.R.	1	N.R.	3	N.R.		
RHOV	4	3	N.R.	3	4	N.R.	3	N.D.	N.R.	4	N.D.	4	4	4	4	4	4	N.R.	N.R.	4	4	4	4	4	4	4	4	N.D.	N.R.	2	4	4	4	4	4	4	N.R.		
RND1	2	2	3	2	N.D.	2	3	2	3	4	3	2	4	4	3	3	1	3	1	1	2	3	1	4	2	1	3	3	2	3	4	3	3	3	2	2	N.D.		
RND2	N.R.	1	1	N.R.	1	N.R.	2	1	2	1	1	1	2	1	1	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	2	1	N.R.	1	1	N.R.	4	1	2	3	1	2	N.R.	1	2	2	N.R.		
RND3	N.R.	3	N.R.	N.R.	2	N.R.	2	N.R.	N.R.	3	N.R.	3	4	4	N.R.	N.R.	2	N.R.	N.R.	N.R.	2	4	N.R.	1	3	N.R.	3	4	N.R.	1	3	N.R.	N.R.	N.R.	N.R.	3	N.R.		

