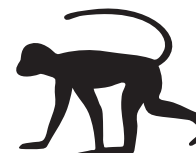


NON-HUMAN PRIMATES

Cross-reactivity* Chart



Specificity	eBioscience Clone	Catalog #	African Green Monkey (Chlorocebus pygerythrus)	Capuchin Monkey (Cebus capucinus)	Chimpanzee (Pan troglodytes)	Common Marmoset (Callitrix jacchus)	Cotton-Topped Tamarin (Sanguinus oedipus)	Cynomolgus Monkey (Macaca fascicularis)	Hamadryas Baboon (Papio hamadryas)	Olive Baboon (Papio anubis)	Pigtailed Macaque (Macaca nemestrina)	Rhesus (Macaca mulatta)	Sooty Mangabey (Cercopithecus torquatus)	Squirrel Monkey (Saimiri sciureus)
CD1a	SK9	0017	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
CD2	RPA-2.10	0029	?	✓	✓	✓	?	✓	?	✓	✓	✓	?	?
CD3	HIT3a	0039	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD3	SK7	0036	?	?	?	?	?	?	✗	?	?	✗	?	?
CD3	UCHT1	0038	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD4	OKT4	0048	?	?	✓	?	?	✓	?	✗	?	✓	?	?
CD4	RPA-T4	0049	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD4	SK3	0047	✓	?	?	?	?	✓	✗	✓	✓	✓	✓	?
CD5	UCHT2	0059	?	✓	✓	?	?	✗	✗	✗	?	✗	?	?
CD8	HIT8a	0089	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✓	?	?
CD8	OKT8	0086	?	?	?	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD8	RPA-T8	0088	?	✓	✓	?	?	✓	?	✓	✓	✓	?	?
CD8	SK1	0087	✓	?	?	?	?	✓	✓	?	✓	✓	✓	?
CD11b	ICRF44	0118	?	?	✓	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD11b	M1/70	0112	?	?	?	?	?	✓	?	✗	?	✓	?	?
CD11c	3.9	0016	?	?	?	?	?	?	?	?	?	✓	?	?
CD13	WM15	0138	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	✗	✗	?	?
CD14	61D3	0149	?	?	?	?	?	?	?	?	?	✓	?	?
CD15	HI98	0159	?	?	✓	?	?	✗	✗	✗	?	✗	?	?
CD18	CLB-LFA-1/1	0187	?	?	?	?	?	✗	?	?	?	✗	?	?
CD19	HIB19	0199	?	?	✓	?	?	✗	?	?	?	✗	?	?
CD19	SJ25C1	0198	?	?	?	?	?	?	?	✗	?	✗	?	?
CD20	2H7	0209	?	✓	✓	?	?	✓	?	✓	✓	✓	?	?
CD25	BC96	0259	?	?	?	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD27	O323	0279	?	?	?	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD28	CD28.2	0289	?	?	✓	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD31	WM-59	0319	?	?	?	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD33	HIM3-4	0339	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD33	WM53	0338	?	?	✓	?	?	?	?	?	?	✗	?	?
CD38	HIT2	0389	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD39	eBioA1 (A1)	0399	?	?	?	?	?	?	?	?	?	✓	?	?
CD40	5C3	0409	?	?	✓	?	?	✓	✓	✓	?	✓	?	?
CD41a	HIP8	0419	?	✓	✓	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD41b	HIP2	0418	?	?	✓	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD42b	HIP1	0429	?	?	✓	?	?	?	?	?	?	?	?	?
CD44	IM7	0441	?	?	?	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD45	HI30	0459	?	?	✓	?	?	✗	?	?	?	✗	?	?
CD45RA	HI100	0458	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD45RO	UCHL1	0457	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD49d	9F10	0499	?	?	✓	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD49f	eBioGoH3 (GoH3)	0495	?	✓	✓	?	?	✓	?	✓	?	✓	?	?
CD51/61	23C6	0519	?	?	✗	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?
CD54	HA58	0549	?	?	✓	?	?	✗	?	✗	?	✗	?	?

✓ Reactive
 ✗ Non-reactive
 ? Unknown
 *Cross-reactivity information compiled from <http://nhpreagents.bidmc.harvard.edu/NHP/default.aspx>

NON-HUMAN PRIMATES *Cross-reactivity Chart*

Specificity	eBioscience Clone	Catalog #	African Green Monkey (Chlorocebus pygerythrus)	Capuchin Monkey (Cebus capucinus)	Chimpanzee (Pan troglodytes)	Common Marmoset (Callitrix jacchus)	Cotton-Topped Tamarin (Saguinus oedipus)	Cynomolgus Monkey (Macaca fascicularis)	Hamadryas Baboon (Papio hamadryas)	Olive Baboon (Papio anubis)	Pigtailed Macaque (Macaca nemestrina)	Rhesus (Macaca mulatta)	Sooty Mangabey (Cercopithecus torquatus)	Squirrel Monkey (Saimiri sciureus)
CD57	TBO1	0577	?	?	?	?	?	?	?	☒	?	☒	?	?
CD62L	DREG-56 (DREG56)	0629	?	?	☑	☒	☒	☒	?	☒	?	☒	?	?
CD62P	AK-4	0628	?	?	☑	?	?	☒	?	☒	?	☒	?	?
CD64	10.1	0649	?	☑	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
CD69	FN50	0699	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	☑	☑	?	?
CD74	LN2	0749	?	?	?	?	?	☒	?	☑	?	☒	?	?
CD80	2D10	0809	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
CD83	HB15e	0839	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
CD84	2G7	0849	?	?	☑	?	?	☒	?	☒	?	☒	?	?
CD86	IT2.2	0869	?	☑	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
CD90	eBio5E10 (5E10)	0909	?	?	?	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
CD94	DX22	0949	?	?	?	?	?	☒	?	☒	?	☒	?	?
CD95	DX2	0959	?	☑	☑	☒	☑	☑	?	☑	☑	☑	?	?
CD103	B-Ly7	1038	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
CD105	SN6	1057	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
CD107a	eBioH4A3	1079	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	☑	?	?
CD107b	eBioH4B4 (H4B4)	1078	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
CD116	4H1	1169	?	?	?	?	?	☒	?	☒	?	☒	?	?
CD123	6H6	1239	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
CD127	eBioRDR5	1278	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
CD134	ACT35 (ACT-35)	1347	?	?	?	?	?	☒	?	?	?	☒	?	?
CD150	A12	1509	?	?	☒	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
CD152	14D3	1529	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
CD154	24-31	1548	?	?	?	?	?	☑	?	?	?	?	?	?
CD180	MHR73-11	1809	?	?	?	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
CD184 (Fusin)	12G5	9999	☑	?	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	☑	?
CD197 (CCR7)	3D12	1979	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
Foxp3	PCH101	4776	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
HLA-ABC	W6/32	9983	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
HLA-DR	L243	9952	☑	☑	☑	?	?	☑	☑	☑	?	☑	?	?
HLA-DR	LN3	9956	?	?	?	?	?	☑	?	?	?	☑	?	?
IFN-γ	4S.B3	7319	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	☑	☑	?	?
IFN-γ	MD-1	7317	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
IL-1a	364/3B3-14	7118	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
IL-2	MQ1-17H12	7029	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	☑	☑	?	?
IL-4	MP4-25D2	7048	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
IL-4	8D4-8	7049	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
IL-10	Jes3-9D7	7108	?	?	?	?	?	☑	?	☑	?	☑	?	?
IL-12 (p40/70)	C8.6	7129	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
IL-17A	eBio64CAP17	7178	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
IL-17A	eBio64DEC17	7179	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
MCP-1 (CCL2)	5D3-F7	7099	?	?	?	?	?	☑	?	?	?	☑	?	?
TCRα/β	IP26	9986	?	?	?	?	?	☒	?	☒	?	☒	?	?
TCRγ/δ	B1.1	9959	?	?	☑	?	?	☑	☑	☑	☑	?	?	?
TLR1	GD2.F4	9911	?	?	?	?	?	?	?	?	?	☑	?	?
TLR4	HTA125	9917	?	?	?	?	?	☒	?	☒	?	☒	?	?
TNF-α	Mab11	7349	?	?	☑	?	?	☑	?	☑	☑	☑	☑	?

☑ Reactive ☒ Non-reactive ? Unknown

