

QuickScout Screening Assist[®] Kits

活性測定が簡便にできるアッセイ開発キットを4種のプラットフォーム、**303** キナーゼで展開しています

Tyr Kinases	MSA	TK ELISA	TR-FRET	Ser/Thr Kinases	MSA	IMAP [™]	STK ELISA	Ser/Thr Kinases	MSA	IMAP [™]	STK ELISA
ABL(ABL1)	○	○		AKT1	○	○		MINK(MINK1)	○		
ABL(ABL1) [E25K]	○			AKT2	○	○		MLK1(MAP3K9)			○
ABL(ABL1) [T315I]	○			AKT3	○	○		MLK2(MAP3K10)			○
ACK(TNK2)	○	○		AMPKα1[β1/γ1(PRKAA1B1/G1)]				MLK3(MAP3K11)			○
ALK	○	○	○	AMPKα2[β1/γ1(PRKAA2B1/G1)]				MNK1(MKNK1)	○	○	
ALK [F1174L]	○			AurA(AURKA)		○		MNK2(MKNK2)	○	○	
ALK [R1275Q]	○			AurA(AURKA)/TPX2				MOS			○
ARG(ABL2)	○	○		AurB(AURKB)/INCENP		○		MRCKα(CDC42BPB)	○	○	
AXL	○	○		AurC(AURKC)	○	○		MRCKβ(CDC42BPB)	○	○	
BLK	○	○		BMPR1A			○	MSK1(RPS6KA5)	○	○	
BMX	○	○		BRAF			○	MSK2(RPS6KA4)	○	○	
BRK(PTK6)	○	○		BRAF(V600E)			○	MSSK1(STK23)	○	○	
BTK	○	○	○	BRSK1	○			MST1(STK4)	○		
CSK	○	○	○	BRSK2	○			MST2(STK3)	○		
CTK	○	○		CaMK1α(CAMK1)	○			MST3(STK24)	○		
DDR1	○	○		CaMK1β(CAMK1D)	○			MST4	○	○	
DDR2	○	○		CaMK2α(CAMK2A)	○	○		NDR1(STK38)	○		
EGFR	○	○		CaMK2β(CAMK2B)	○			NDR2(STK38L)	○		
EGFR [L858R]	○	○		CaMK2γ(CAMK2D)	○			NEK1	○		
EGFR [L861Q]	○	○		CaMK2δ(CAMK2G)	○			NEK2	○	○	
EGFR [T790M/L858R]	○	○		CaMK4	○			NEK4	○		
EGFR [T790M]	○	○		CDC2/CycB1	○			NEK6	○		
EML4-ALK	○	○		CDC2/ASK	○			NEK7	○		
EPHA1	○	○		CDK2/CycA2	○	○		NEK9	○		
EPHA2	○	○	○	CDK2/CycE1	○			NPM1-ALK	○		
EPHA3	○	○		CDK3/CycE1	○	○		NuaK1	○	○	
EPHA4	○	○		CDK4/CycD3	○	○		NuaK2	○	○	
EPHA5	○	○		CDK5/p25	○	○		p38α(MAPK14)	○	○	
EPHA6	○	○		CDK6/CycD3	○	○		p38β(MAPK11)	○	○	
EPHA7	○	○		CDK7/CycH/MAT1	○	○		p38γ(MAPK12)	○	○	
EPHA8	○	○		CDK9/CycT1	○	○		p38δ(MAPK13)	○	○	
EPHB1	○	○		CGK2(PRK2)	○	○		p70S6K(RPS6KB1)	○	○	
EPHB2	○	○		CHK1(CHEK1)	○	○		p70S6Kβ(RPS6KB2)	○	○	
EPHB3	○	○		CHK2(CHEK2)	○	○		PAK1	○	○	
EPHB4	○	○		CK1α(CSNK1A1)	○	○		PAK2	○	○	
FAK(PTK2)	○	○	○	CK1β(CSNK1D)	○	○		PAK3	○	○	
FER	○	○		CK1γ(CSNK1E)	○	○		PAK4	○	○	
FES	○	○	○	CK1δ(CSNK1G1)	○	○		PAK5	○	○	
FGFR1	○	○		CK1ε(CSNK1G2)	○	○		PAK6	○	○	
FGFR2	○	○		CK1ζ(CSNK1G3)	○	○		PASK	○	○	
FGFR3	○	○	○	CK2α1/β(CSNK2A1/B)	○	○		PBK	○	○	
FGFR3 [K650E]	○	○		CK2α2/β(CSNK2A2/B)	○	○		PDHK2(PDK2)	○	○	
FGFR3 [K650M]	○	○		CLK1	○	○		PDHK4(PDK4)	○	○	
FGFR4	○	○		CLK2	○	○		PEK	○	○	
FGR	○	○		CLK3	○	○		PGK(PRKG1)	○	○	
FLT1	○	○		COT(MAP3K8)	○	○	○	PHKG1	○	○	
FLT3	○	○	○	CRKL(CIT)	○	○		PHKG2	○	○	
FLT4	○	○		DAPK1	○	○		PIM1	○	○	
FMS(CSF1R)	○	○		DCAMKL2	○	○		PIM2	○	○	
FRK	○	○		DLK(MAP3K12)	○	○	○	PIM3	○	○	
FYN	○	○		DYRK1A	○	○		PKACα(PRKACA)	○	○	
HCK	○	○	○	DYRK1B	○	○		PKACβ(PRKACB)	○	○	
HER2(ERBB2)	○	○		DYRK2	○	○		PKACγ(PRKACG)	○	○	
HER4(ERBB4)	○	○		DYRK3	○	○		PKCα(PRKCA)	○	○	
IGF1R	○	○		EEF2K	○	○		PKCβ1(PRKCB1)	○	○	
INSR	○	○		Erk1(MAPK3)	○	○		PKCβ2(PRKCB2)	○	○	
IRR(INSR)	○	○		Erk2(MAPK1)	○	○		PKCγ(PRKCG)	○	○	
ITK	○	○		Erk3(MAPK7)	○	○	○	PKCδ(PRKCD)	○	○	
JAK1	○	○	○	Erk5(MAPK9)	○	○		PKCε(PRKCE)	○	○	
JAK2	○	○	○	GSK3α(GSK3A)	○	○		PKCζ(PRKCH)	○	○	
JAK3	○	○	○	GSK3β(GSK3B)	○	○	○	PKCη(PRKCH)	○	○	
KDR	○	○		Haspin(GSG2)	○	○		PKCθ(PRKCH)	○	○	
KIT	○	○		HGK(MAP4K4)	○	○		PKCι(PRKCI)	○	○	
KIT [D816V]	○	○		HIPK1	○	○		PKCj(PRKCJ)	○	○	
KIT [T670]	○	○		HIPK2	○	○		PKD1(PRKD1)	○	○	
KIT [V560G]	○	○		HIPK3	○	○		PKD2(PRKD2)	○	○	
KIT [V554A]	○	○		HIPK4	○	○		PKD3(PRKD3)	○	○	
LCK	○	○		IKKα(CHUK)	○	○		PKN1	○	○	
LTK	○	○		IKKβ(IKBKB)	○	○		PKR	○	○	
LYNa	○	○		IKKε(IKBE)	○	○		PLK1	○	○	
LYNb	○	○		IRAK1	○	○		PLK2	○	○	
MER(MERTK)	○	○		IRAK4	○	○		PLK3	○	○	
MET	○	○	○	JNK1(MAPK8)	○	○		PLK4	○	○	○
MET [Y1235D]	○	○		JNK2(MAPK9)	○	○		PRKX	○	○	
MUSK	○	○		JNK3(MAPK10)	○	○		QIK(SNF1LK2)	○	○	
PDGFRα(PDGFR)	○	○		LATS2	○	○		RAF1	○	○	
PDGFRβ(PDGFR) [T674I]	○	○		LIMK1	○	○		ROCK1	○	○	
PDGFRβ(PDGFR) [V561D]	○	○		LKB1(STK11)/MO25α/STRADα	○	○		ROCK2	○	○	
PDGFRβ(PDGFR)	○	○	○	LOK(STK10)	○	○		RSK1(RPS6KA1)	○	○	
PYK2(PTK2B)	○	○		MAP2K1	○	○		RSK2(RPS6KA3)	○	○	
RET	○	○		MAP2K2	○	○		RSK3(RPS6KA2)	○	○	
RET [G891S]	○	○		MAP2K3	○	○		RSK4(RPS6KA6)	○	○	
RET [M918T]	○	○		MAP2K4	○	○		SGK	○	○	
RET [S891A]	○	○		MAP2K5	○	○		SGK2	○	○	
RET [Y781F]	○	○		MAP2K6	○	○		SGK3(SGKL)	○	○	
RON(MST1R)	○	○		MAP2K7	○	○		SIK(SNF1LK)	○	○	
ROS(ROS1)	○	○		MAP3K1	○	○		sMLCK(MYLK2)	○	○	
SRC	○	○		MAP3K2	○	○		SLK	○	○	
SRM(SRMS)	○	○		MAP3K3	○	○		SPHK1	○	○	
SYK	○	○	○	MAP3K4	○	○		SPHK2	○	○	
TEC	○	○		MAP3K5	○	○		SRPK1	○	○	
TIE2(TEK)	○	○		MAP4K2	○	○		SRPK2	○	○	
TNK1	○	○		MAPKAPK2	○	○	○	TAK1-TAB1(MAP3K7)	○	○	
TRKA(NTRK1)	○	○		MAPKAPK3	○	○		TAOR2	○	○	
TRKB(NTRK2)	○	○		MAPKAPK4	○	○		TBK1	○	○	
TRKC(NTRK3)	○	○		MAPKAPK5	○	○		TSSK1	○	○	
TXK	○	○		MARK1	○	○		TSSK2	○	○	
TYK2	○	○	○	MARK2	○	○		TTK (TK-ELISA)	○	○	
TYRO3	○	○		MARK3	○	○		WEE1 (TK-ELISA)	○	○	
YES(YES1)	○	○		MARK4	○	○		WNK1	○	○	
ZAP70	○	○		MELK	○	○		WNK2	○	○	
				MGC42105	○	○		WNK3	○	○	

MSA 261 キナーゼ IMAP[™] 81 キナーゼ TR-FRET 22 キナーゼ TK ELISA 80 キナーゼ STK ELISA 31 キナーゼ からお選びいただけます 更新: 2010年5月10日

サンプルプロトコル、キットの構成品等、詳しい情報は当社ウェブサイトをご覧ください

www.carnabio.com