

2011年5月17日

お客様各位

カルナバイオサイエンス株式会社  
営業部

### 新プロファイリングサービス開始のご案内

平素は弊社製品・サービスに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、この度弊社では、従来のプロファイリングサービスを改定し、2011年7月4日より新体系でのサービスご提供開始を予定しております。お客様のご研究に一層お役に立てれば幸甚に存じます。  
詳細につきましては、下記をご参照下さい。ご不明な点、ご質問等ございましたらご遠慮なくお申し付け下さいますよう、宜しく願い申し上げます。

#### 記

#### 1. 概要

- ◆ Mobility Shift Assay (MSA) / IMAP™ を中心とするアッセイ系でご提供します。  
※ 従来の ELISA 法による測定も対応いたしますが、納期・価格について変更がございますこと予めご了承下さい。
- ◆ MAP キナーゼを Cascade Assay (アッセイ系: Mobility Shift Assay) としてサービスを開始します。

#### 2. 内容

- ◆ 対象キナーゼは別添1 リストをご参照下さい。
- ◆ Cascade Assay の概要は別添2 イラストをご参照下さい。

#### 3. 適用

- ◆ 2011年7月4日から開始します。新サービス移行期間のお申込については以下の点にご注意下さい。

May							June							July						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4							
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23
29	30	31					26	27	28	29	30			24	25	26	27	28	29	30
														31						

- ① 6月9日(木曜日) 午後6時まで に受領した被験物質は従来サービスでの試験を行ないます。
- ② 6月9日(木曜日) 午後6時以降 に受領した被験物質は新サービスでの試験を7月4日より開始いたします。
- ③ 6月27日から7月1日の間、新サービスへの移行に伴いライン稼働を停止します。

(いずれの場合もサービス申込書、試験計画書への同意を事前にご提出いただいていることが前提です。)

#### 4. 申込書

様式が従来のものと変わります。記入例と併せて弊社 HP に掲載の予定です。  
6月9日(木曜日) 午後6時以降 に受領する被験物質の試験は新サービス申込書にて承ります。

#### 5. 価格・納期

お気軽に営業部までお問い合わせ下さい。(info@carnabio.com)

新サービスへの移行に伴い、お客様にご不便をおかけすることが見込まれます。  
ご理解、ご協力賜りたく何卒お願い申し上げます。

以上

別添1 リスト

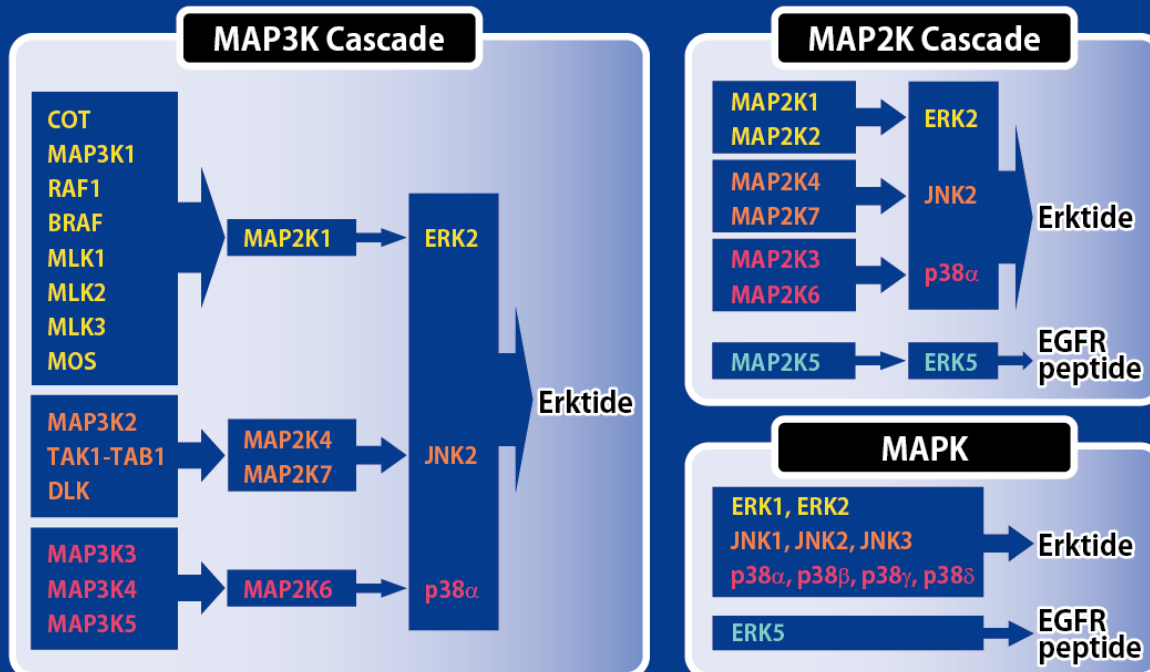
Profiling Assays available from Carma Biosciences, Inc.

Kinase Name	Assay Platform
ABL(ABL1)	MSA
ABL(ABL1) [E255K]	MSA
ABL(ABL1) [T315I]	MSA
ACK(TNK2)	MSA
AKT1	MSA
AKT2	MSA
AKT3	MSA
ALK	MSA
ALK [F1174L]	MSA
ALK [L1196M]	MSA
ALK [R1275Q]	MSA
EML4-ALK	MSA
NPM1-ALK	MSA
AMPKα1-β1-γ1(PRKAA1/β1/γ1)	MSA
AMPKα2-β1-γ1(PRKAA2/β1/γ1)	MSA
ARG(ABL2)	MSA
AurA(AURKA)	MSA
AurA(AURKA)/TPX2	MSA
AurB(AURKB)/INCENP	MSA
AurC(AURKC)	MSA
AXL	MSA
BLK	MSA
BMPR1A	ELISA
BMX	MSA
BRAF	ELISA / MSA
BRAF [V600E]	ELISA / MSA
BRK(PTK6)	MSA
BRSK1	MSA
BRSK2	MSA
BTK	MSA
CaMK1α(CAMK1)	MSA
CaMK1δ(CAMK1D)	MSA
CaMK2α(CAMK2A)	MSA
CaMK2β(CAMK2B)	MSA
CaMK2γ(CAMK2G)	MSA
CaMK2δ(CAMK2D)	MSA
CaMK4	MSA
CDC2/CycB1	MSA
CDC7/ASK	MSA
CDK2/CycA2	MSA
CDK2/CycE1	MSA
CDK3/CycE1	MSA
CDK4/CycD3	MSA
CDK5/p25	MSA
CDK6/CycD3	MSA
CDK7/CycH/MAT1	MSA
CDK9/CycT1	MSA
CGK2(PRKG2)	MSA
CHK1(CHEK1)	MSA
CHK2(CHEK2)	MSA
CK1α(CSNK1A1)	MSA
CK1γ1(CSNK1G1)	MSA
CK1γ2(CSNK1G2)	MSA
CK1γ3(CSNK1G3)	MSA
CK1δ(CSNK1D)	MSA
CK1ε(CSNK1E)	MSA
CK2α1-β(CSNK2A1/β)	MSA
CK2α2-β(CSNK2A2/β)	MSA
CLK1	MSA
CLK2	MSA
CLK3	MSA
COT(MAP3K8)	ELISA / MSA
CRIK(CIT)	MSA
CSK	MSA
DAPK1	MSA
DCAMK2	MSA
DDR1	MSA
DDR2	MSA
DLK(MAP3K12)	ELISA / MSA
DYRK1A	MSA
DYRK1B	MSA
DYRK2	MSA
DYRK3	MSA
EEF2K	MSA
EGFR	MSA
EGFR [d746-750]	MSA
EGFR [d746-750]/T790M]	MSA
EGFR [L858R]	MSA
EGFR [L861Q]	MSA
EGFR [T790M]	MSA
EGFR [T790M]-L858R]	MSA
EPHA1	MSA
EPHA2	MSA
EPHA3	MSA
EPHA4	MSA
EPHA5	MSA
EPHA6	MSA
EPHA7	MSA
EPHA8	MSA
EPHB1	MSA
EPHB2	MSA
EPHB3	MSA
EPHB4	MSA
Erk1(MAPK3)	MSA
Erk2(MAPK1)	MSA
Erk5(MAPK7)	MSA
FAK(PTK2)	MSA
FER	MSA
FES	MSA
FGFR1	MSA
FGFR2	MSA
FGFR3	MSA
FGFR3 [K650E]	MSA
FGFR3 [K650M]	MSA

Kinase Name	Assay Platform
FGFR4	MSA
FGFR4 [N535K]	MSA
FGFR4 [V550E]	MSA
FGFR4 [V550L]	MSA
FGR	MSA
FLT1	MSA
FLT3	MSA
FLT4	MSA
FMS(CSF1R)	MSA
FRK	MSA
FYN	MSA
GSK3α(GSK3A)	MSA
GSK3β(GSK3B)	MSA
Haspin(GSG2)	MSA
HCK	MSA
HER2(ERBB2)	MSA
HER4(ERBB4)	MSA
HGK(MAP4K4)	MSA
HIPK1	MSA
HIPK2	MSA
HIPK3	MSA
HIPK4	MSA
IGF1R	MSA
IKKα(CHUK)	IMAP
IKKβ(IKBKB)	MSA
IKKα(IKBKE)	MSA
INSR	MSA
IRAK1	IMAP
IRAK4	MSA
IRR(INSRR)	MSA
ITK	MSA
JAK1	MSA
JAK2	MSA
JAK3	MSA
JNK1(MAPK8)	MSA
JNK2(MAPK9)	MSA
JNK3(MAPK10)	MSA
KDR	MSA
KIT	MSA
KIT [D816V]	MSA
KIT [T670I]	MSA
KIT [V560G]	MSA
KIT [V654A]	MSA
LATS2	MSA
LCK	MSA
LIMK1	ELISA
LKB1(STK11)-MOS5α-STRADα	ELISA
LOK(STK10)	MSA
LTK	MSA
LYNα	MSA
LYNβ	MSA
MAP2K1	ELISA / MSA
MAP2K2	ELISA / MSA
MAP2K3	ELISA / MSA
MAP2K4	ELISA / MSA
MAP2K5	ELISA / MSA
MAP2K6	ELISA / MSA
MAP2K7	ELISA / MSA
MAP3K1	ELISA / MSA
MAP3K2	ELISA / MSA
MAP3K3	ELISA / MSA
MAP3K4	ELISA / MSA
MAP3K5	ELISA / MSA
MAP4K2	MSA
MAPKAPK2	MSA
MAPKAPK3	MSA
MAPKAPK5	MSA
MARK1	MSA
MARK2	MSA
MARK3	MSA
MARK4	MSA
MELK	MSA
MER(MERTK)	MSA
MET	MSA
MET [Y1235D]	MSA
MGC42105	MSA
MINK(MINK1)	MSA
MLK1(MAP3K9)	ELISA / MSA
MLK2(MAP3K10)	ELISA / MSA
MLK3(MAP3K11)	ELISA / MSA
MNK1(MKNK1)	MSA
MNK2(MKNK2)	MSA
MOS	ELISA / MSA
MRCKα(CDC42BPA)	MSA
MRCKβ(CDC42BPB)	MSA
MSK1(RPS6KA5)	MSA
MSK2(RPS6KA4)	MSA
MSSK1(STK23)	MSA
MST1(STK4)	MSA
MST2(STK3)	MSA
MST3(STK24)	MSA
MST4	MSA
MUSK	MSA
NDR1(STK38)	MSA
NDR2(STK38L)	MSA
NEK1	MSA
NEK2	MSA
NEK4	MSA
NEK6	MSA
NEK7	MSA
NEK9	MSA
Nuak1	MSA
Nuak2	MSA
p38α(MAPK14)	MSA

Kinase Name	Assay Platform
p38β(MAPK11)	MSA
p38γ(MAPK12)	MSA
p38δ(MAPK13)	MSA
p70S6K(RPS6KB1)	MSA
p70S6Kβ(RPS6KB2)	MSA
PAK1	MSA
PAK2	MSA
PAK3	MSA
PAK4	MSA
PAK5(PAK7)	MSA
PAK6	MSA
PASK	MSA
PBK	MSA
PDGFRα(PDGFR)	MSA
PDGFRα(PDGFR) [T674I]	MSA
PDGFRα(PDGFR) [V561D]	MSA
PDGFRβ(PDGFRB)	MSA
PDHK2(PDK2)	MSA
PDHK4(PDK4)	MSA
PDK1(PDPK1)	MSA
PEK(EIF2AK3)	IMAP
PGK(PRKG1)	MSA
PHK61	MSA
PHK62	MSA
PIK3CA-PIK3R1	MSA
PIM1	MSA
PIM2	MSA
PIM3	MSA
PKAcα(PRKACA)	MSA
PKAcβ(PRKACB)	MSA
PKAcγ(PRKACG)	MSA
PKCa(PRKA)	MSA
PKCβ1(PRKB1)	MSA
PKCβ2(PRKB2)	MSA
PKCγ(PRKC)	MSA
PKCδ(PRKCD)	MSA
PKCε(PRKE)	MSA
PKCζ(PRKCZ)	MSA
PKCη(PRKCη)	MSA
PKCθ(PRKCθ)	MSA
PKCι(PRKCI)	MSA
PKD1(PRKD1)	MSA
PKD2(PRKD2)	MSA
PKD3(PRKD3)	MSA
PKN1	IMAP
PKR(EIF2AK2)	IMAP
PLK1	MSA
PLK2	IMAP
PLK3	MSA
PLK4	ELISA
PRKX	MSA
PYK2(PTK2B)	MSA
QIK(SNF1LK2)	MSA
RAF1	ELISA / MSA
RET	MSA
RET [G691S]	MSA
RET [M918T]	MSA
RET [S891A]	MSA
RET [Y791F]	MSA
ROCK1	MSA
ROCK2	MSA
RON(MST1R)	MSA
ROS(ROS1)	MSA
RSK1(RPS6KA1)	MSA
RSK2(RPS6KA3)	MSA
RSK3(RPS6KA2)	MSA
RSK4(RPS6KA6)	MSA
SGK	MSA
SGK2	MSA
SGK3(SGKL)	MSA
SIK(SNF1LK)	MSA
skMLCK(MYLK2)	MSA
SLK	MSA
SPHK1	MSA
SPHK2	MSA
SRC	MSA
SRM(SRMS)	MSA
SRPK1	IMAP
SRPK2	MSA
SYK	MSA
TAK1-TAB1(MAP3K7)	ELISA / MSA
TAOK2	MSA
TBK1	MSA
TEC	MSA
TIE2(TEK)	MSA
TNIK	MSA
TNK1	MSA
TRKA(NTRK1)	MSA
TRKB(NTRK2)	MSA
TRKC(NTRK3)	MSA
TSSK1	MSA
TSSK2	MSA
TSSK3	MSA
TTK	ELISA
TKK	MSA
TYK2	MSA
TYRO3	MSA
WEE1	ELISA
WNK1	MSA
WNK2	MSA
WNK3	MSA
YES(YES1)	MSA
ZAP70	MSA

# MAPK Cascade Panel



ATP conc.=1mM in Mobility Shift Assay (MSA)