



QuickScout® Selectivity Profiling Service Application Form

ご記入日: **申込日**

Customer Information	
試験委託責任者*	カルナ太郎
試験委託担当者	
所属*	
部署名*	
郵便番号*	
住所*	
電話番号*	
FAX番号*	
Emailアドレス*	

お客様の情報をご記入ください。
*の付いた項目は必ずご記入ください。

*印は入力必須項目です。記載された内容に基づいて試験計画書、試験報告書を作成いたします。

Study Information	
試験内容*	<input checked="" type="radio"/> % Inhibition at fixed concentration <input type="radio"/> IC50 determination ← 試験の種類をお選びください。
被験物質の送付形態*	<input checked="" type="radio"/> Solution <input type="radio"/> Solid ← 被験物質の状態をお選びください。溶液はDMSO溶解としてください。
試験濃度単位*	<input checked="" type="radio"/> μM <input type="radio"/> μg/mL ← 試験の濃度単位をお選びください。
試験終了後の被験物質の処分*	<input checked="" type="radio"/> 廃棄する <input type="radio"/> 依頼者に返却する (送料はお客様ご負担にてお願いします) ← 試験終了後の被験物質をどの様に処理させて頂くかお選びください。
被験物質の発送予定日	被験物質の発送予定日
試験報告書の言語	<input checked="" type="radio"/> 日本語 <input type="radio"/> 英語 (英語版申込書のCustomer Information欄に必要事項を入力して送付してください)

*印は入力必須項目です。記載された内容に基づいて試験計画書、試験報告書を作成いたします。

Additional Information	
<p style="color: red; font-weight: bold;">試験についての特別なご要望等ございましたらご記入ください。 メールなどであらかじめご指示頂いている内容につきましてもご記入が必要となります。</p>	

試験の反応条件について

各キナーゼの反応条件につきましてはKinase Profiling Bookをご覧ください。 (http://www.carnabio.com/output/pdf/ProfilingProfilingBook_ja.pdf)

被験物質の取り扱いについて

被験物質

被験物質は原則、試験トップ濃度の100倍濃度のDMSO溶液にて、100キナーゼまでは500 μL、100キナーゼ以上は1000 μLご準備いただきたく存じます。被験物質物性上、ならびにお客様での保管状況により対応が困難な場合(例えば10 mM DMSO溶液、粉体など)はご相談ください。

被験物質を粉体にてご送付いただく場合は正確に秤量頂き、分子量・重量・純度を正しく申込書にご記入ください。また、1化合物ずつ個別に5 mMに調製する為に必要なDMSOを注入できる容器に入れてご準備ください。多量の粉体化合物をご依頼される場合は別途料金を頂く場合がございます。尚、弊社での化合物の秤量は承り兼ねます。(*試験濃度が50 μMを超える場合は事前にお問い合わせください)

送付 被験物質は適切な輸送方法にて下記宛にお送り下さい。

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目5番5号 BMA 3F カルナバイオサイエンス(株) 営業部 宛て
TEL: 078-302-7091 FAX: 078-302-7086 info@carnabio.com

保管

特にご指示のない限り、被験物質を100% DMSO にて試験濃度の100倍濃度のstock solution を調製し、stock solution の状態で冷凍(-10~-30℃)にて保管いたします。被験物質の保管に関しまして、特別な取り扱いが必要な場合には、被験物質送付書の被験物質のMSDSに関する情報の部分に対応方法等をご記入下さい。ご指示にあわせて対応させていただきます。

廃棄 / 返却

被験物質送付書に従って処理させていただきます。なお、被験物質廃棄処理は、試験結果報告書を提出いたしました日の3ヵ月後に廃棄させていただきます。ご返却をご希望の場合には弊社内手続き終了後、ご返送させていただきます。

その他、ご不明な点・ご要望等ございましたら、ご遠慮なくお申し付け下さい。ご理解とご協力のほど、何卒宜しくお願い申し上げます。

Compound and Assay Information

	Name	Lot #	Prep. Date	Conc. (mM)	Volume (μL)	Purity (%)	Storage Temp.	Test Concentration (μM)					
								Conc1	Conc2	Conc3	Conc4	Conc5	Conc6
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													

被験物質情報を1行に1化合物としてご記入ください。
色つきのセルには必ずご記入ください。

複数の試験濃度での測定をご希望される場合は
この欄にご記入ください。
IC50試験の場合はConc1に最高濃度のみご記入ください。

50化合物まで1枚のシートに記入できます。
50化合物を超える場合はこのシートをコピーして、
被験物質情報の部分のみご記入ください。

**ご希望キナーゼ数が多いお客様は申込書2枚目の「Kinase List」をご利用ください。
ご使用方法は本記入例の4ページ目にあります。**

Target Kinase Selection
ATP Conc.: Km = around Km, 1mM = 1mM ATP

QuickScout Panel

- TK Panel
- STK Panel
- Cell Cycle Panel
- MAPK Cascade Panel

• Km assay all 選択されていないキナーゼを非表示にする

• 1mM assay all

• Cascade assay all

52 assays selected

お選びいただいたアッセイ数がカウントされます。

弊社所定のパネルに対して測定を希望される場合は、こちらをご利用ください

試験を行うATP濃度にチェックを付けてください。チェックボックスの周囲が赤くなっているものは既に選択されています。

試験を行うキナーゼにチェックを付けてください。キナーゼ名が赤くなっているものは選択済みです。

Tyrosine Kinases

Km		1mM		Km		1mM		Km		1mM	
ABL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABL [E255K]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ABL [T315I]	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ACK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [C1156Y]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [F1174L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [G1202R]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALK [G1269A]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [L1152insT]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [L1196M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [R1275Q]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EML4-ALK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALK [T1151_L1152insT]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ARG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	AXL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BLK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NPM1-ALK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BTK [C481S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BMX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DDR1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DDR2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGFR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CSK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR [L858R]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EGFR [L861Q]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR [d746-750]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR [d746-750/T790M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR [L858R]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPHA2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR [T790M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EGFR [T790M/L858R]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPHA6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPHB2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPHB2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHA8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHB1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EPHB2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHB3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHB4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	EPHB1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FAK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FGFR2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR3 [K650E]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR1 [V561M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FGFR4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [N535K] ※	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550E]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR3 [K650M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FGR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLT1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550E]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FMS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FRK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLT3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLT4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HCK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HER2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FLT4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR1 [V561M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HER4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FYN [isoform a]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR3 [K650M]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JAK2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	IRR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FYN [isoform b]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KIT [D816E]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JAK3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	HER4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KIT [V560G]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIT [D816V]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ITK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LYNa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIT [V654A]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JAK1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MET [D1228H]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LCK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDGFRα	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	KIT [D816Y]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDGFRβ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MET [Y1235D]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	LTK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RET [M918T]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MUSK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MET	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TEC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TRKB	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TYRO3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			SRM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RET [G691S]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FGFR4 [V550L]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
</											

Kinase	Selected
ABL	<input type="radio"/>
ABL [E255K]	<input type="radio"/>
ABL [T315I]	<input type="radio"/>
CSK	<input type="radio"/>
EGFR	<input type="radio"/>
EPHA2	<input type="radio"/>
EPHB4	<input type="radio"/>
FGFR1	<input type="radio"/>
FLT3	<input type="radio"/>
IGF1R	<input type="radio"/>
ITK	<input type="radio"/>
JAK3	<input type="radio"/>
KDR	<input type="radio"/>
LCK	<input type="radio"/>
MET	<input type="radio"/>
PDGFR α	<input type="radio"/>

アルファベット順に
キナーゼが並んでいます。

52 assays selected

選ばれたキナーゼの
右横に○が付きC列1行目に選択キ
ナーゼ数が表示されます。

Kinase Listシート ご使用方法

- ① A列フィルター機能を使用してご希望のキナーゼを選ぶ。
 - ② 抽出したご希望キナーゼ名をコピーし申込書1枚目の右下にあるList入力欄にペースト。
- ※ 1mMATP濃度で試験をご希望の場合はキナーゼ名の後ろに「_1mM」のあるものをお選びください。

BRS	<input type="radio"/>
CDC2/CycB1	<input type="radio"/>
CDC7/ASK	<input type="radio"/>
CDK2/CycA2	<input type="radio"/>
CDK2/CycE1	<input type="radio"/>
CDK3/CycE1	<input type="radio"/>
CDK4/CycD3	<input type="radio"/>
CDK6/CycD3	<input type="radio"/>
CDK7/CycH/MAT1	<input type="radio"/>
CDK9/CycT1	<input type="radio"/>
CHK1	<input type="radio"/>
CHK2	<input type="radio"/>
CK2 α 1/ β	<input type="radio"/>
CK2 α 2/ β	<input type="radio"/>
GSK3 β	<input type="radio"/>
NEK1	<input type="radio"/>
NEK2	<input type="radio"/>
NEK6	<input type="radio"/>
NEK7	<input type="radio"/>
NEK9	<input type="radio"/>
p38 α	<input type="radio"/>
p70S6K	<input type="radio"/>
PIM1	<input type="radio"/>
PIM2	<input type="radio"/>
PLK1	<input type="radio"/>
PLK2	<input type="radio"/>
RSK1	<input type="radio"/>