

Crystallography



カルナバイオサイエンスは **キナーゼ阻害薬研究の新たなツール** として

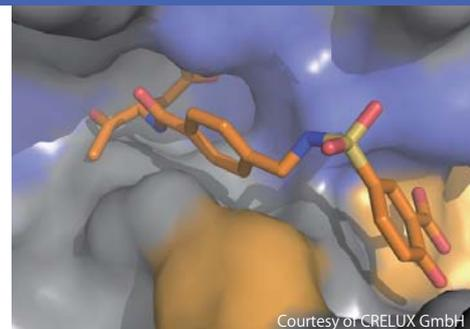
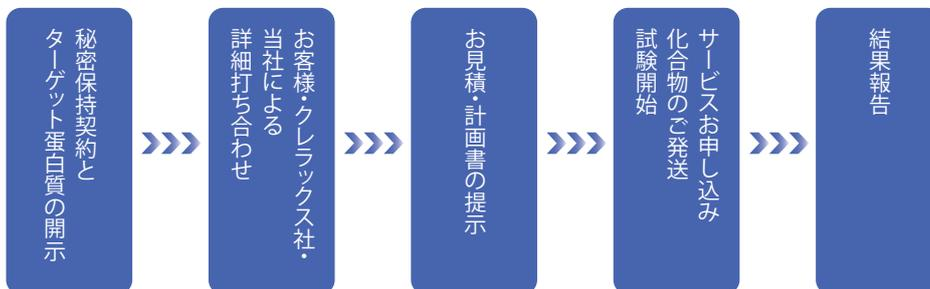
ドイツ CRELUX社の**共結晶サービス・結晶化用蛋白質**を日本の研究者の方々にご紹介しております

CRELUX社は2005年、Structure Based Drug Discovery 企業であった SiREEN 社よりスピンアウトしたドイツ・ミュンヘン市に本社・研究所をおく結晶化サービスに特化した企業です。キナーゼ阻害薬開発においてSBDDプロセスは非常に重要であることから、多種のキナーゼに対する結晶化サービスを実施しております。お問合せから結晶化の検討、データ取得までの工程をスピーディー、且つ低コストで提供しております。また、結晶化が可能なキナーゼ蛋白質や、疾患に重要な細胞内の蛋白質を多数ラインアップしております。今後、更に下記リスト以外にも創薬において重要なキナーゼ蛋白質を順次ご紹介していく予定です。

ターゲットは裏面リストをご覧ください

CRELUX社 共結晶サービス “XPRESS”

リストにある創薬ターゲットとして重要な蛋白質とおお客様の化合物との共結晶体の結晶化を行なう受託サービスです。納期はターゲットと化合物数により異なります。サービスの流れは概略以下の通りです。

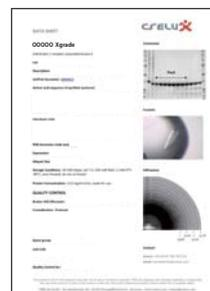


結晶化グレード蛋白質 (キナーゼ・その他)

お客様ご自身で共結晶のご検討・データ取得される場合は、CRELUX社製結晶化グレード蛋白質(※1)をご利用下さい。併せて、当社が独自に開発した製品(※2)もございます。

両社共、製品ご提供前に結晶化について確認しており、その情報がプロトコルとして納品時に添付されます(※3)。最小販売単位は5mgで、納期は種類、量によって異なりますが平均6~8週間です。

(※1) 結晶可能を優先しているため活性体でない場合があります。
 (※2) カルナバイオサイエンス社の結晶化グレード蛋白質はキナーゼ活性を有しています。
 (※3) 蛋白質の品質をご確認いただける情報の開示となります。



サンプル - CRELUX社 Data Sheet



製品・サービスの詳細、最新情報はHPをご覧ください。

カルナバイオサイエンス株式会社

〒650-0047 神戸市中央区港島南町1-5-5 BMA3F

TEL: 078-302-7091 (営業部直通) / FAX: 078-302-7086

E-mail: info@carnabio.com

Co-Crystallography Service & Crystal Grade Proteins "XPRESS"

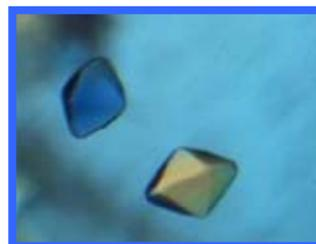
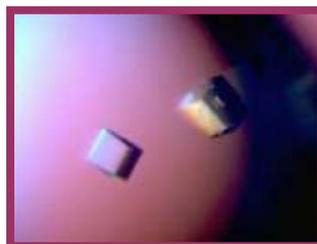
共結晶サービス・結晶化用蛋白質

CreLux社が提供する以下リストの殆ど(※1)のOff The Shelf ターゲットは共結晶化サービスのご提供に加え、お客様自身で共結晶のご検討・データ取得を行なっていただくための結晶化グレード蛋白質(※2)としてもご入手が可能です。

Available Targets - Protein Kinases		
Tyrosine Kinases	Serine/Threonine Kinases	
ABL	ACVR2A	LIMK1
ALK	ACVR2B	MAPK2
AXL1	AKT1	MAPK3
C-FMS	AKT2	MKNK2
C-KIT	ALK1	MPS1
EGFR	ALK5	NEK2
EPHB4	ASK1	p38
FAK	AurA	PAK1
FES	BRAF	PAK4
FGFR1	CDK2	PDK1
FGFR2	CHK1	PIM1
FGFR3	CK1 δ	PIM2
FLT3	CK1 γ	PKA
HCK	DAPK3	PKC ι
IGF1-R	ERK2	PLK1
JAK1	ERK3/MAPK6	PLK4
JAK2	GSK3 β	ROCK2
JAK3	HASPIN	RSK1
LCK	IRAK4	RSK2
LYN	JNK1	TAB1/TAK1
MER(AXL2)	JNK2	TGFBR2
MET	JNK3	
RET		
SRC		
SYK		
TYK2		

Available non-Kinase Targets		
Epigenetic Targets	Phosphatases	Others
BRD2 - BET1	PTP-1B	BAK1
BRD2 - BET2	PTPN22	BCL2A1
BRD3 - BET1	Shaperons	CYP-2D6
BRD3 - BET2		DJ-1
BRD4 - BET1	HSP70	PGK1
BRD4 - BET2	HSP70-BAG1	PHGDH
BRD9 - BET	HSP90	PI3Kgamma
BRDT - BET1	HSP90-CDC37	PKM2
CREBBP	Nuclear Hormone Receptors	PSAT1
EHMT1		
HDAC3/NCOR	ERa	
HDAC4	GR	
HDAC7	MCR	
HDAC8	PPAR α	
JMJD2A	PPAR δ	
JMJD2C	PPAR γ	
JMJD2D	PR	
KDMA1	ROR α	
MYST1	ROR β	
PARP1	ROR γ	
PARP12		
PARP14		
PARP15		
PHF8	NEW 2012/7/25更新	
PRAP3		
SIRT2		
SIRT5		
TANKYRASE1		

- (※1) 一部、結晶化蛋白発現時から化合物を必要とするものがあり
それらは蛋白質単体での販売が出来ません。
(※2) 結晶可能を優先しているため活性体でない場合があります。



Courtesy of CRELUX GmbH

上記リストにないものも対応可能な場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい。