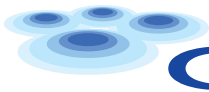


Crystallography



CARNA BIOSCIENCES

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

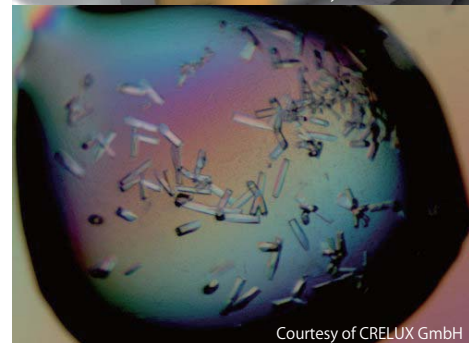
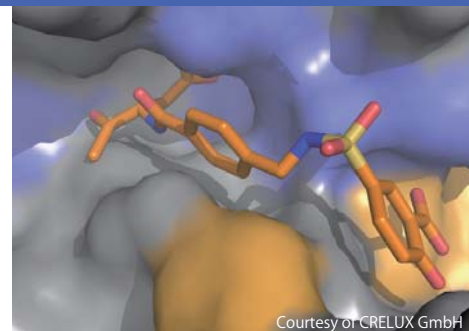
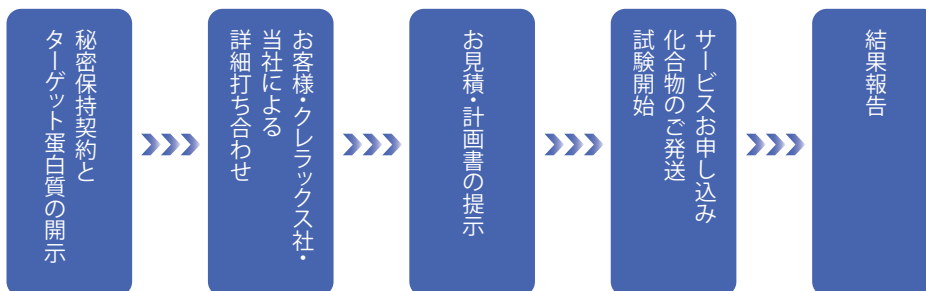
ドイツ CRELUX社の**共結晶サービス・結晶化用蛋白質**を日本の研究者の方々にご紹介しております

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)

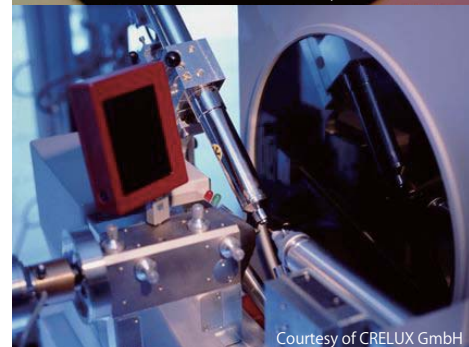
お客様ご自身で共結晶のご検討・データ取得される場合は、CRELUX社製結晶化グレード蛋白質(※1)をご利用下さい。併せて、当社が独自に開発した製品(※2)もございます。

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

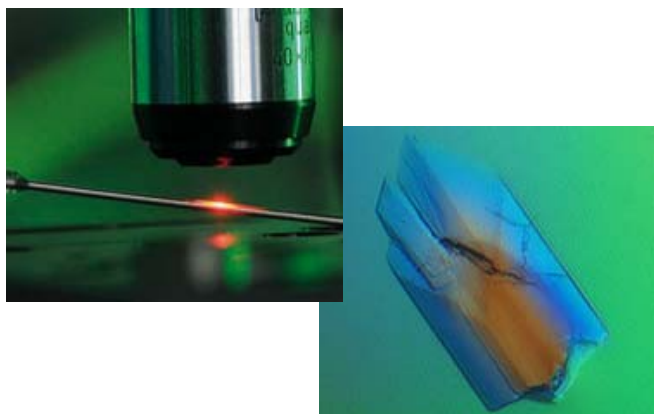
CreLux社が提供する以下リストの殆ど(※1)のOff The Shelf ターゲットは共結晶化サービスのご提供に加え、お客様自身で共結晶のご検討・データ取得を行なっていただくための結晶化グレード蛋白質(※2)としてもご入手が可能です。

Off The Shelf ターゲット<キナーゼ蛋白質>

ABL	IRAK4
ACVR2A NEW	JAK1
ACVR2B NEW	JAK2
ALK	JAK3
ALK5	JNK1
ASK1	JNK2
AurA	JNK3
AXL1	LCK
AXL2 (MER)	LYN
B-RAF	MAPK11
CDK2	MET
C-FMS	MPS1
CHK1	NEK2
CK1γ	p38
C-KIT	PAK1
DAPK3	PAK4
EGFR	PDK1
EPHB4	PGK1
ERK2	PIM1
ERK3/MAPK6	PIM2
FAK	PKA
FES	PKB
FGFR1 NEW	PKCι NEW
FGFR2 NEW	PLK1
FGFR3 NEW	PLK4
FLT3	ROCK2
GSK3β	RSK1
HASPIN	RSK2
HCK	SRC
IGF1-R	SYK

Off The Shelf ターゲット<その他の蛋白質>

Chaperones	
DJ1	
HSP70	
HSP70/Bag1	
HSP90	
HSP90/cdc37	
Histone Acetyltransferase	
MYST1	
Histone Deacetylases	
HDAC4	
HDAC7	
HDAC8	
Histone Demethylases	
JMJD2A	
JMJD2C	
JMJD2D	
Histone Methyl-transferase	
EHMT1	
NHR	
ERα	
GR	
MCR	
PPARα	
PPARγ	
PPARδ	
PR	
RORγ	
Phosphatases	
PTP-1B	
PTPN22	
Protease	
Caspase3	
Poy (ADP-ribose) polymerases	
PARP1	
PARP3	
PARP12	
PARP14	
PARP15	
PARP5 (Tankyrase1)	
Sirtuin	
SIRT5	



提供: CRELUX GmbH

(※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。

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。