

株主・投資家の皆様へのご報告



2008年12月期

第3四半期決算の説明資料

カルナバイオサイエンス株式会社

第3四半期決算のご説明 (2008年1月～9月)



第3四半期におけるトピックス

- ◆ 第3四半期の売上高(累計)は、当社グループ全体で380百万円でした。海外子会社の売上は立ち上げ後、順調に推移しており、当該子会社の売上高は38百万円でした。
- ◆ Caliper Life Sciences, Inc.とキナーゼタンパク質供給契約を締結しました。(2008年8月7日付)
- ◆ キナーゼ304種類(販売用)を製品化し、キナーゼ276種類のプロファイリングが可能となりました。(世界No.1の品揃え〈当社調べ〉)

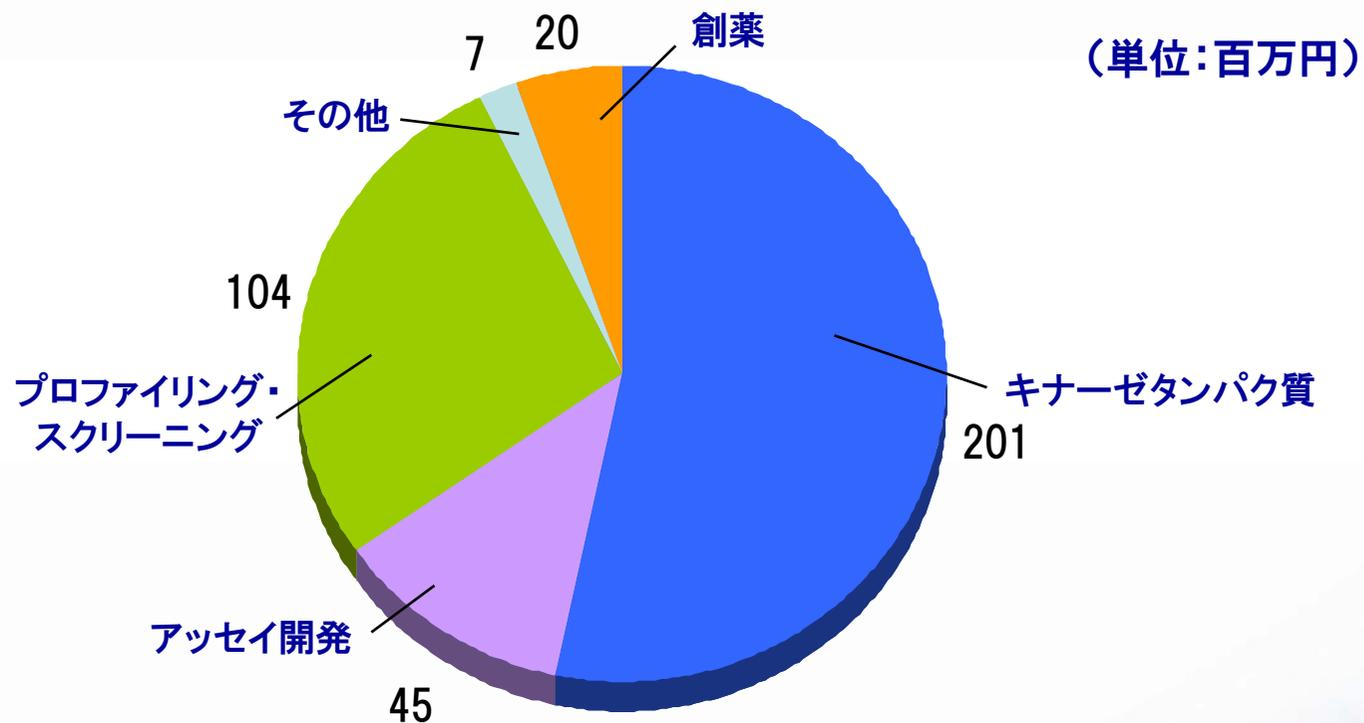
		第1四半期 (実績)	第2四半期 (実績)	第3四半期 (実績)	累計実績	
売上高	カルナ 単独	創薬支援	117	110	124	352
		創薬	-	13	7	20
		小計	117	123	132	372
	海外子会社	-	3	34	38	
	連結消去	-	6	24	30	
	合計	117	121	141	380	
営業損益	創薬支援	28	4	24	58	
	創薬	▲76	▲74	▲104	▲256	
	合計	▲48	▲69	▲79	▲197	
経常損益		▲93	▲73	▲79	▲246	
当期純損益		▲94	▲74	▲84	▲252	

創薬支援事業

- キナーゼタンパク質
- アッセイ開発
- プロファイリング・スクリーニングサービス
- その他

創薬事業

- 創薬事業



売上高

売上高
2008年度第3四半期
(1月～9月の累計)

創薬支援事業

359

創薬事業

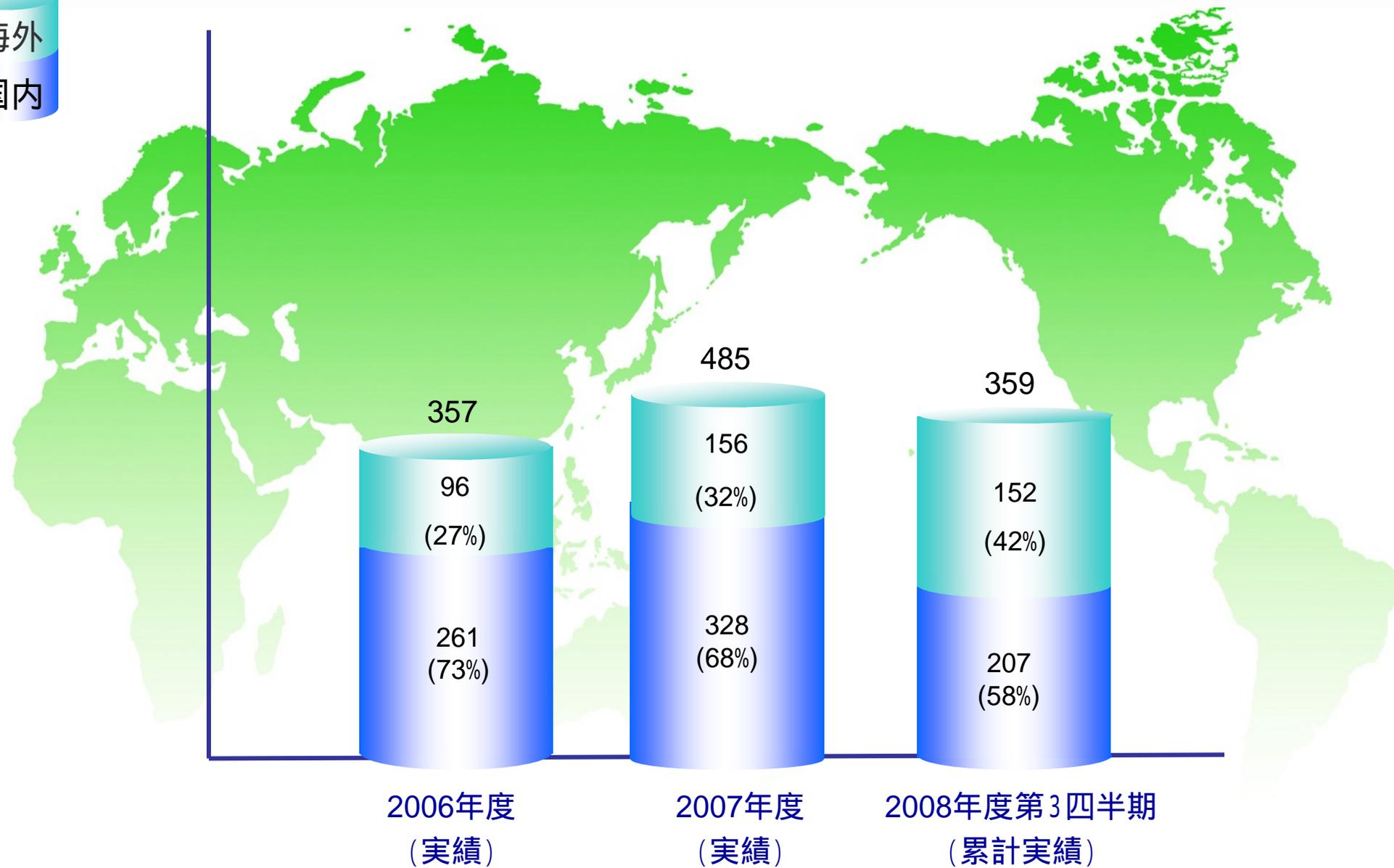
20

合計

380

地域別売上高(創薬支援事業) (単位:百万円)

海外
国内



(百万円 / %)

	07年12月期		08年9月末		増減額
		構成比		構成比	
流動資産	1,351	83.3	2,002	88.9	650
現金及び預金	1,201	74.0	718	31.9	484
有価証券	0	0	1,100	48.9	1,100
その他	150	9.2	182	8.1	33
固定資産	270	16.7	248	11.1	21
資産合計	1,622	100	2,251	100	628
負債合計	186	11.5	197	8.8	10
株主資本計	1,415	87.2	2,046	90.9	630
評価・換算差額等	20	1.3	7	0.3	12
負債・資本合計	1,622	100.0	2,251	100.0	628

2008年9月末時点の現金および現金同等物は1,719百万円、定期預金(3ヶ月超)は100百万円です。(株式上場時の保有資金に加え、上場時の公募増資による資金調達により手元資金が潤沢にあります。)

借入金は返済済みで、残高ゼロです。

2007年12月期は非連結ですが、当期(2008年12月期)より連結決算を開始しております。

製造可能なキナーゼ
タンパク質の数(合計)



プロファイリング可能な
キナーゼタンパク質の数(合計)



(2008年9月末現在)

(2008年9月末現在)

プロジェクト	対象疾患	基礎研究	探索研究		開発研究
		創薬ターゲットの特定など	リード創出	リード最適化	前臨床・臨床
CrystalGenomicsとの2社共同研究	免疫・アレルギーおよびガン	特許出願中			 早期導出を計画
SBIバイオテック・Crystal Genomicsとの3社共同研究	ガン	[Progress bar in Exploration phase]			
自社創薬研究	循環器	[Progress bar in Exploration phase]			
国立がんセンターとの共同研究	ガン	[Progress bar in Exploration phase]			
自社創薬研究	ガン	[Progress bar in Basic Research phase]			

創薬の状況

- 第3四半期においては、他社と3つの共同創薬研究プロジェクトならびに1つの自社創薬研究の最適化研究を引き続き推し進めてまいりました。これに加えて、研究パイプラインを充実させるべく、本年度末の開始を目指して、新規の創薬研究プロジェクトの基礎研究にも着手しております。
- キナーゼ阻害薬の候補化合物を出来る限り早期に創製し、適切なタイミングで導出することを目指しております。

今後とも一層のご指導とご鞭撻を
賜りますようお願い申し上げます。

カルナバイオサイエンス株式会社
経営管理部 企画グループ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5 - 5 - 2

神戸国際ビジネスセンター511

Tel (078) 302-7039 Fax (078) 302-6665

<http://www.carnabio.com/japanese/>

ir-team@carnabio.com

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。

また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用下さい。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。