



平成22年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年11月12日

上場会社名 カルナバイオサイエンス株式会社 上場取引所 大  
 コード番号 4572 URL <http://www.carnabio.com>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 吉野 公一郎  
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経営管理本部長 (氏名) 相川 法男 TEL (078) 302-7039  
 四半期報告書提出予定日 平成22年11月12日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成22年12月期第3四半期の連結業績(平成22年1月1日～平成22年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
22年12月期第3四半期	432	△13.7	△300	—	△269	—	△296	—
21年12月期第3四半期	501	—	△229	—	△226	—	△189	—

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
22年12月期第3四半期	△5,043 45	—
21年12月期第3四半期	△3,554 76	—

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
22年12月期第3四半期	1,743	1,481	85.0	25,234 35
21年12月期	2,043	1,801	88.1	30,680 71

(参考) 自己資本 22年12月期第3四半期 1,481百万円 21年12月期 1,801百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
21年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
22年12月期	—	0.00	—		
22年12月期(予想)				0.00	0.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 : 無

3. 平成22年12月期の連結業績予想(平成22年1月1日～平成22年12月31日)

(%表示は、通期は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	740	7.7	△344	—	△315	—	△344	—	△5,868 78

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 : 無

4. その他（詳細は【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

- (1) 当四半期中における重要な子会社の異動 : 無  
新規 一社 ( )、除外 一社 ( )

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

- (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 : 無

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

- (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 : 無  
② ①以外の変更 : 無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

- (4) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む）  
② 期末自己株式数  
③ 期中平均株式数（四半期累計）

22年12月期3Q	58,710株	21年12月期	58,710株
22年12月期3Q	一株	21年12月期	一株
22年12月期3Q	58,710株	21年12月期3Q	53,270株

(※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

(※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報	3
2. その他の情報	4
(1) 重要な子会社の異動の概要	4
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	4
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	4
(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1) 四半期連結貸借対照表	5
(2) 四半期連結損益計算書	6
【第3四半期連結累計期間】	6
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 継続企業の前提に関する注記	8
(5) セグメント情報	8
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	10

## 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

### (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、円高や海外経済の減速懸念による景気の下押しリスクが強まってきているものの、企業収益は徐々に改善し、個人消費は持ち直しの動きが見られ、景気は引き続き持ち直してきております。

当社グループが属する製薬業界におきましては、主力製品の相次ぐ特許切れなどを背景として、製薬企業の合従連衡、研究施設の統廃合などの業界再編が継続しております。

このような外部環境の中、当社グループは、キナーゼ創薬に係る創薬基盤技術を核とした創薬支援事業並びに創薬事業を積極的に展開し、事業の拡大を図ってまいりました。

事業別で見ますと、創薬支援事業につきましては、細かな顧客ニーズに応じた製品・サービスを提供すべく、積極的な営業に努めてまいりました。しかしながら、製薬企業の再編に伴う既存顧客の予算執行の停滞、大幅な円高の影響を受け、売上高は前年を下回りました。他方、営業損益に関しましては、業務の効率化及び諸経費の節減等により販管費を圧縮し、前年に比較して赤字幅を縮小しました。

創薬事業につきましては、独立行政法人国立がん研究センター等との共同研究及び自社研究プロジェクトを積極的に進めてまいりましたが、共同研究開始に伴うアップフロントフィーを前年に売上計上したため、売上高は前年を大幅に下回り、営業損益は前年に比較して赤字幅を拡大しました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は売上高は432百万円（前年同四半期比13.7%減）、営業損失300百万円（前年同四半期は229百万円の損失）、経常損失269百万円（前年同四半期は226百万円の損失）、四半期損失296百万円（前年同四半期は189百万円の損失）となりました。

事業の種類別セグメントの状況は次の通りです。

#### ①創薬支援事業

キナーゼタンパク質の販売、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の提供により、創薬支援事業の売上高は411百万円（前年同四半期比2.3%減）、営業利益は44百万円（前年同四半期は42百万円の利益）となりました。売上高の内訳は、キナーゼタンパク質の販売188百万円（前年同四半期比20.2%減）、アッセイ開発40百万円（前年同四半期比32.4%減）、プロファイリング・スクリーニングサービス153百万円（前年同四半期比26.3%増）、その他（リード探索サービス等）28百万円（前年同四半期比905.9%増）であります。

#### ②創薬事業

創薬事業の売上高は21百万円（前年同四半期比72.9%減）、営業損失は345百万円（前年同四半期は271百万円の損失）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第3四半期連結会計期末における総資産は1,743百万円（前連結会計年度末比300百万円減）、負債は262百万円（前連結会計年度末比19百万円増）、純資産は1,481百万円（前連結会計年度末比319百万円減）となり、自己資本比率は85.0%（前連結会計年度末88.1%）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況に関する分析

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により266百万円減少し、投資活動により42百万円減少し、財務活動により53百万円増加した結果、当第3四半期連結会計期間末においては1,233百万円（前連結会計年度末比256百万円減）となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により減少した資金は266百万円（前年同期は377百万円の減少）となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失294百万円、売上債権の減少75百万円、未払金の減少73百万円、補助金収入33百万円及び減価償却費47百万円の計上等の差し引きによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により減少した資金は42百万円（前年同期は70百万円の増加）となりました。これは有形固定資産の取得による支出31百万円及び投資有価証券の取得による支出9百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により増加した資金は53百万円（前年同期は81百万円の増加）となりました。これは長期借入れによる収入150百万円、長期借入金の返済による支出26百万円及び担保に供した預金の増加額70百万円によるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成22年8月6日に公表いたしました平成22年12月期の業績予想に変更はございません。

## 2. その他の情報

### (1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

### (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関しては、該当事項はありません。

記載すべき重要な簡便な会計処理の適用についても、該当事項はありません。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

該当事項はありません。

### (4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

当社グループは、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況（重要事象等）が存在しておりますが、当社グループの事業規模において円滑に事業活動を継続していく上で十分かつ支障がない手元流動性を保有しております。

当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策として、創薬支援事業の売上を伸ばすことで当該事業の利益の上積みを図るとともに、創薬事業における研究開発を更に進め、新薬候補化合物を製薬企業に導出することで当該事業の業績改善を図り、また、研究の効率化や諸経費の抑制等の経費削減に努めることで、早期の全社業績の黒字化を達成するよう取り組んでまいります。

なお、文中の将来に関する事項は、現時点で当社グループが判断したものであります。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成21年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,003,801	1,290,716
売掛金	50,782	127,104
有価証券	300,000	200,000
商品及び製品	97,789	74,918
仕掛品	17,172	15,566
原材料及び貯蔵品	10,502	12,707
その他	37,696	39,382
貸倒引当金	△13	△32
流動資産合計	1,517,732	1,760,363
固定資産		
有形固定資産	79,686	115,193
無形固定資産	21,929	26,957
投資その他の資産	124,453	141,395
固定資産合計	226,069	283,546
資産合計	1,743,801	2,043,910
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	—	2
1年内返済予定の長期借入金	57,792	7,992
未払金	15,028	88,663
未払法人税等	3,285	5,619
その他	42,564	66,541
流動負債合計	118,670	168,818
固定負債		
長期借入金	143,516	70,010
繰延税金負債	106	3,817
固定負債合計	143,622	73,827
負債合計	262,292	242,645
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,125,632	2,125,632
資本剰余金	673,100	673,100
利益剰余金	△1,294,368	△998,266
株主資本合計	1,504,364	1,800,465
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	△15,777	5,578
為替換算調整勘定	△7,078	△4,779
評価・換算差額等合計	△22,855	798
純資産合計	1,481,508	1,801,264
負債純資産合計	1,743,801	2,043,910

## (2) 四半期連結損益計算書

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)
売上高	501,433	432,919
売上原価	150,172	146,994
売上総利益	351,261	285,925
販売費及び一般管理費	581,003	586,060
営業損失(△)	△229,742	△300,135
営業外収益		
受取利息	3,357	820
有価証券売却益	1,074	—
補助金収入	—	33,657
その他	1,033	568
営業外収益合計	5,465	35,046
営業外費用		
支払利息	23	1,918
為替差損	1,931	2,344
その他	—	230
営業外費用合計	1,955	4,494
経常損失(△)	△226,232	△269,583
特別利益		
受取補償金	43,744	—
特別利益合計	43,744	—
特別損失		
減損損失	6,097	24,759
固定資産除却損	22	—
特別損失合計	6,120	24,759
税金等調整前四半期純損失(△)	△188,609	△294,343
法人税、住民税及び事業税	753	1,758
法人税等合計	753	1,758
四半期純損失(△)	△189,362	△296,101



## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成21年1月1日 至平成21年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成22年1月1日 至平成22年9月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純損失(△)	△188,609	△294,343
減価償却費	76,684	47,283
減損損失	6,097	24,759
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△489	△18
受取利息	△3,357	△820
支払利息	23	1,918
固定資産除却損	22	—
補助金収入	—	△33,657
売上債権の増減額(△は増加)	△49,238	75,026
たな卸資産の増減額(△は増加)	△26,532	△22,577
仕入債務の増減額(△は減少)	△1,772	△2
前受金の増減額(△は減少)	△59,728	—
未払金の増減額(△は減少)	△107,103	△73,015
その他	△25,739	1,168
小計	△379,743	△274,277
利息の受取額	3,076	848
利息の支払額	△2	△2,106
法人税等の支払額	△1,664	△2,522
法人税等の還付額	1,022	676
補助金の受取額	—	10,410
営業活動によるキャッシュ・フロー	△377,312	△266,972
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有価証券の取得による支出	△200,000	—
有価証券の売却による収入	200,000	—
有形固定資産の取得による支出	△11,894	△31,633
無形固定資産の取得による支出	△7,678	△387
投資有価証券の取得による支出	—	△9,995
差入保証金の差入による支出	—	△200
差入保証金の回収による収入	6,049	—
定期預金の預入による支出	△115,494	—
定期預金の払戻による収入	200,000	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	70,982	△42,216
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
長期借入れによる収入	80,000	150,000
長期借入金の返済による支出	—	△26,694
ストックオプションの行使による収入	1,750	—
担保に供した預金の増減額(△は増加)	—	△70,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	81,750	53,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	692	△1,031
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	△223,887	△256,914
現金及び現金同等物の期首残高	1,432,132	1,490,716
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,208,245	1,233,801

## (4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

## (5) セグメント情報

## 【事業の種類別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日)

	創薬支援事業 (千円)	創薬事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結(千円)
売上高					
外部顧客に対する売上高	420,683	80,750	501,433	—	501,433
計	420,683	80,750	501,433	—	501,433
営業利益又は営業損失(△)	42,058	△271,800	△229,742	—	△229,742

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分の主な製品又は事業の内容

- (1) 創薬支援事業…キナーゼタンパク質の販売、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
- (2) 創薬事業……キナーゼ阻害薬研究

当第3四半期連結累計期間(自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日)

	創薬支援事業 (千円)	創薬事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結(千円)
売上高					
外部顧客に対する売上高	411,009	21,910	432,919	—	432,919
計	411,009	21,910	432,919	—	432,919
営業利益又は営業損失(△)	44,977	△345,113	△300,135	—	△300,135

(注) 1 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2 各区分の主な製品又は事業の内容

- (1) 創薬支援事業…キナーゼタンパク質の販売、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
- (2) 創薬事業……キナーゼ阻害薬研究

【所在地別セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日)

	日本(千円)	北米(千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高					
(1) 外部顧客に 対する売上高	374,111	127,322	501,433	—	501,433
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	85,872	—	85,872	(85,872)	—
計	459,983	127,322	587,306	(85,872)	501,433
営業利益又は営業損失(△)	△235,551	3,091	△232,459	2,717	△229,742

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。  
 北米…米国

当第3四半期連結累計期間(自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日)

	日本(千円)	北米(千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高					
(1) 外部顧客に 対する売上高	333,114	99,804	432,919	—	432,919
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	65,645	—	65,645	(65,645)	—
計	398,760	99,804	498,565	(65,645)	432,919
営業損失(△)	△289,888	△9,898	△299,787	△348	△300,135

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。  
 北米…米国

## 【海外売上高】

前第3四半期連結累計期間(自 平成21年1月1日 至 平成21年9月30日)

	北米	欧州	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	127,322	55,695	4,394	187,412
II 連結売上高(千円)	—	—	—	501,433
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	25.4	11.1	0.9	37.4

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。  
 (1) 北米…米国、カナダ  
 (2) 欧州…デンマーク、ベルギー、英国、スペイン  
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当第3四半期連結累計期間(自 平成22年1月1日 至 平成22年9月30日)

	北米	欧州	その他の地域	計
I 海外売上高(千円)	99,804	44,652	28,133	172,590
II 連結売上高(千円)	—	—	—	432,919
III 連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	23.1	10.3	6.5	39.9

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。  
 (1) 北米…米国、カナダ  
 (2) 欧州…デンマーク、ベルギー、英国、スペイン  
 3 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。