

平成29年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成29年11月10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 東
 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) 山本詠美 (TEL) 078 (302) 7075
 四半期報告書提出予定日 平成29年11月13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29年12月期第3四半期の連結業績(平成29年1月1日～平成29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		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年12月期第3四半期	483	△16.8	△477	—	△486	—	△508	—
28年12月期第3四半期	581	△54.5	△334	—	△352	—	△178	—

(注) 包括利益 29年12月期第3四半期 △509百万円(—%) 28年12月期第3四半期 △302百万円(—%)

	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
29年12月期第3四半期	△54.46	—
28年12月期第3四半期	△19.52	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
29年12月期第3四半期	2,276	1,601	69.7
28年12月期	2,566	1,739	67.6

(参考) 自己資本 29年12月期第3四半期 1,585百万円 28年12月期 1,734百万円

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
28年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
29年12月期	—	0.00	—		
29年12月期(予想)				0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年12月期の連結業績予想(平成29年1月1日～平成29年12月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益	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	701	△13.5	△727	—	△738	—	△766	△82.12

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 一社(社名) 、除外 一社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(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)

29年12月期3Q	9,543,300株	28年12月期	9,239,000株
② 期末自己株式数	44株	28年12月期	—株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	9,334,557株	28年12月期3Q	9,137,119株

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、当社グループ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

四半期連結財務諸表及び主な注記	2
（1）四半期連結貸借対照表	2
（2）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	4
（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項	6
（継続企業の前提に関する注記）	6
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）	6

四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,161,186	1,945,763
売掛金	122,924	94,324
商品及び製品	86,920	81,600
仕掛品	4,573	6,614
原材料及び貯蔵品	30,399	30,024
その他	86,686	59,211
流動資産合計	2,492,690	2,217,538
固定資産		
有形固定資産	35,136	21,077
無形固定資産	787	500
投資その他の資産	37,681	37,130
固定資産合計	73,605	58,709
資産合計	2,566,295	2,276,247

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成29年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	3,495	—
1年内償還予定の社債	28,000	28,000
1年内返済予定の長期借入金	142,260	142,288
未払金	76,907	58,023
未払法人税等	4,959	12,688
その他	15,805	13,151
流動負債合計	271,428	254,151
固定負債		
社債	172,000	144,000
長期借入金	355,459	248,736
資産除去債務	25,669	26,052
その他	2,416	2,288
固定負債合計	555,545	421,076
負債合計	826,974	675,228
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,042,759	3,223,291
資本剰余金	1,860,826	2,041,316
利益剰余金	△3,169,633	△3,677,958
自己株式	—	△99
株主資本合計	1,733,952	1,586,550
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	57	76
為替換算調整勘定	459	△779
その他の包括利益累計額合計	516	△703
新株予約権	4,853	15,172
純資産合計	1,739,321	1,601,019
負債純資産合計	2,566,295	2,276,247

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

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28年1月1日 至 平成28年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
売上高	581,214	483,301
売上原価	190,069	167,802
売上総利益	391,145	315,498
販売費及び一般管理費	725,571	792,907
営業損失(△)	△334,426	△477,409
営業外収益		
受取利息	109	37
補助金収入	8,692	5,131
その他	932	1,052
営業外収益合計	9,734	6,221
営業外費用		
支払利息	3,648	5,100
社債発行費	2,617	—
株式交付費	1,393	1,666
新株予約権発行費	—	6,178
為替差損	19,198	582
その他	879	1,428
営業外費用合計	27,736	14,957
経常損失(△)	△352,428	△486,145
特別利益		
投資有価証券売却益	177,543	—
特別利益合計	177,543	—
特別損失		
減損損失	1,720	19,267
特別損失合計	1,720	19,267
税金等調整前四半期純損失(△)	△176,605	△505,412
法人税、住民税及び事業税	2,014	3,048
法人税等調整額	△286	△136
法人税等合計	1,728	2,912
四半期純損失(△)	△178,334	△508,324
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)	△178,334	△508,324

四半期連結包括利益計算書
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28年1月1日 至 平成28年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)
四半期純損失(△)	△178,334	△508,324
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△114,012	18
繰延ヘッジ損益	1,696	—
為替換算調整勘定	△11,425	△1,238
その他の包括利益合計	△123,741	△1,220
四半期包括利益	△302,076	△509,545
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△302,076	△509,545

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

前第3四半期連結累計期間(自 平成28年1月1日 至 平成28年9月30日)

株主資本の著しい変動

新株予約権の権利行使により、当第3四半期連結累計期間において、資本金が141,181千円、資本剰余金が141,145千円増加し、この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が3,041,965千円、資本剰余金が1,860,034千円となっております。

当第3四半期連結累計期間(自 平成29年1月1日 至 平成29年9月30日)

株主資本の著しい変動

新株予約権の権利行使により、当第3四半期連結累計期間において、資本金が180,532千円、資本剰余金が180,490千円増加し、この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が3,223,291千円、資本剰余金が2,041,316千円となっております。