



Программное обеспечение Agilent MassHunter
Workstation

Руководство по ознакомлению с Редактором отчетов

Примечания

© Agilent Technologies, Inc. 2021

Согласно законам США и международным законам об авторском праве запрещается воспроизведение любой части данного руководства в любой форме и любым способом (включая сохранение на электронных носителях, извлечение или перевод на иностранный язык) без предварительного письменного разрешения компании Agilent Technologies, Inc.

Номер руководства по каталогу

G3336-98061

Издание

Ноябрь 2021 г.

Напечатано в США

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard
Santa Clara, CA 95051

Гарантия

Материал представлен в документе «как есть» и может быть изменен в последующих изданиях без уведомления. Кроме того, в пределах, допустимых действующим законодательством, компания Agilent отказывается от всех явных или подразумеваемых гарантийных обязательств в отношении данного руководства и любой содержащейся в нем информации, в том числе от подразумеваемой гарантии товарной пригодности и гарантии пригодности для конкретной цели. Компания Agilent не несет ответственности за ошибки, случайные или косвенные убытки, связанные с поставкой и эффективным применением на практике данного документа и любой содержащейся в нем информации. Если между компанией Agilent и пользователем подписано отдельное соглашение, условия гарантии которого не соответствуют условиям гарантий, содержащимся в данном документе, то силу имеют условия отдельного соглашения.

Технологические лицензии

Аппаратура и (или) программное обеспечение, описанные в данном документе, поставляются по лицензии и могут использоваться или копироваться только в соответствии с условиями лицензии.

Ограничение прав

Ограничение прав Правительства США. Права на программное обеспечение и технические данные, предоставляемые федеральному правительству, включают только права, передаваемые в обычном порядке конечным пользователям. Agilent предоставляет стандартную коммерческую лицензию на программное обеспечение и технические данные в соответствии с FAR 12.211 (технические данные) и 12.212 (компьютерное программное обеспечение), а для Министерства обороны США — согласно DFARS 252.227-7015 (технические данные — коммерческие элементы) и DFARS 227.7202-3 (права, касающиеся коммерческого программного обеспечения или документации по компьютерному программному обеспечению).

Предупреждающие сообщения

ВНИМАНИЕ!

Сообщение ВНИМАНИЕ указывает на опасность. Это сообщение привлекает внимание к процедурам и приемам работы, несоблюдение или неправильное выполнение которых может привести к повреждению прибора или потере важных данных. Если в документе встречается сообщение ВНИМАНИЕ, не следует продолжать выполнение действий до тех пор, пока указанные условия не будут полностью уяснены и выполнены.

ОСТОРОЖНО!

Сообщение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасность. Данное сообщение предназначено для привлечения внимания к процедуре, методике и т. п., которые при неправильном выполнении или несоблюдении рекомендаций могут привести к травме или смерти. Если в документе встречается сообщение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, не следует продолжать выполнение действий до тех пор, пока указанные условия не будут полностью уяснены и выполнены.

Введение

1 Введение

Доступ к Редактору отчетов 5

Доступ к шаблонам Редактора отчетов в формате PDF 6

Перед началом работы 7

2 Порядок создания шаблона отчета

Количественный анализ — Шаблон отчета о калибровке 9

Анализ неизвестных соединений — Шаблон отчета о доле площади 50

3 Изменить шаблон отчета

Заменить логотип Agilent вашим логотипом 98

Заменить столбец в отчете 99

Замена столбца с помощью окна «Свойства текстового блока» 102

Удалить столбец из отчета 104

Отрегулировать ширину столбца 105

Отфильтровать результаты с помощью специальных условий 106

Отрегулировать размер графика 108

Добавить новый столбец в существующий отчет 109

Редактировать выражение 113

Предварительный просмотр отчета 114

1 Введение

Доступ к Редактору отчетов 5

Доступ к шаблонам Редактора отчетов в формате PDF 6

Перед началом работы 7

В данном руководстве по ознакомлению представлены упражнения с пошаговыми инструкциями, которые помогут научиться пользоваться программой Report Builder (Редактор отчетов). Эти упражнения можно выполнять с демонстрационными сериями DrugsOfAbuse и LC-QTOF Pesticide, входящими в комплект поставки системы в папке **Data** установочного диска, или с данными, полученными пользователем.

Доступ к Редактору отчетов

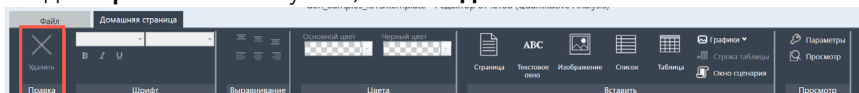
Редактор отчетов MassHunter Quantitative Analysis Report Builder устанавливается вместе с ПО MassHunter Quantitative Analysis.

Для доступа к редактору отчетов выберите **Пуск > Agilent MassHunter > Report Builder**. Чтобы создать иконку быстрого запуска на рабочем столе, щелкните правой кнопкой мыши **Редактор отчетов** в меню **Пуск** и выберите **Отправить на > Рабочий стол**.

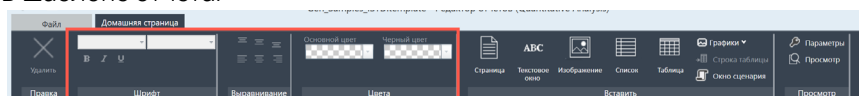
Меню Редактора отчетов

Меню Редактора отчетов содержит шесть разделов: **Правка**, **Шрифт**, **Выравнивание**, **Цвета**, **Вставка** и **Предварительный просмотр**.

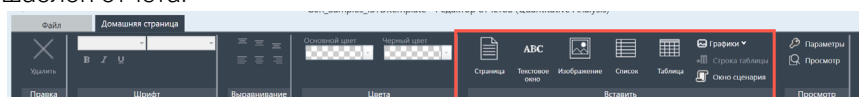
- Раздел **Правка** используется, чтобы **Удалить** элемент.



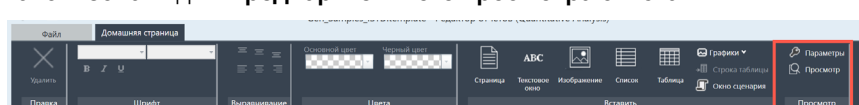
- Разделы **Шрифт**, **Выравнивание** и **Цвета** используются, чтобы задать стили шрифтов, выравнивание результатов, а также цвет текста и фона в шаблоне отчета.



- Раздел **Вставка** используется, чтобы вставить элементы **Страница**, **Текстовый блок**, **Изображение**, **Список**, **Таблица** и **Блок сценария** в шаблон отчета.



- Раздел **Предварительный просмотр** используется для **Установки** файла серии Количественный анализ, который затем можно использовать для **Предварительного просмотра** отчета.



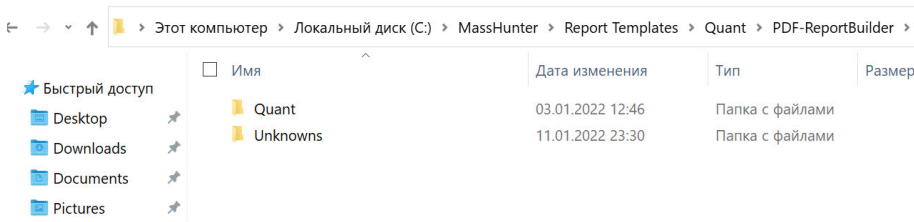
1 Введение

Доступ к шаблонам Редактора отчетов в формате PDF

Доступ к шаблонам Редактора отчетов в формате PDF

Шаблоны Редактора отчетов в формате PDF расположены в папке:

D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder.



В этой папке находятся шаблоны в формате PDF для **Количественного анализа** и **Анализа неизвестных соединений**. Каждый из этих шаблонов можно открыть и отредактировать в Редакторе отчетов.

Примеры готовых отчетов представлены на DVD-диске, который поставлялся с ПО MassHunter Quantitative Analysis, в папке **\Supplemental\MassHunter\Report Templates\Quant\Index**.

Перед началом работы

Перед изменением шаблонов в формате PDF, либо создайте их резервные копии, либо сразу сохраните шаблон в PDF формате как новый шаблон. Измененные или поврежденные шаблоны в формате PDF можно восстановить только путем повторной установки ПО MassHunter Quantitative Analysis.

2 Порядок создания шаблона отчета

Количественный анализ — Шаблон отчета о калибровке 9

Анализ неизвестных соединений — Шаблон отчета о доле площади 50

В этом разделе вы будете создавать с нуля типовые шаблоны отчетов, чтобы лучше понять порядок использования редактора отчетов MassHunter Quantitative Analysis.

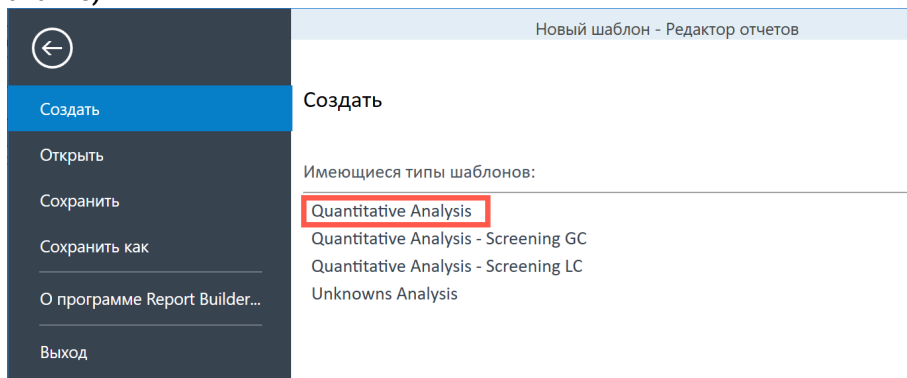
Количественный анализ — Шаблон отчета о калибровке

В данном примере вы будете создавать отчет о калибровке, выполняя перечисленные ниже операции.

- 1 Создание нового шаблона отчета о количественном анализе на стр. 9
- 2 Редактирование таблицы сведений о серии на стр. 14
- 3 Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой на стр. 18
- 4 Добавление таблицы результатов калибровки на стр. 31
- 5 Добавление заголовка отчета на стр. 46
- 6 Предварительный просмотр шаблона отчета на стр. 48

Создание нового шаблона отчета о количественном анализе

Чтобы создать новый шаблон отчета о количественном анализе, выберите пункт **Файл > Создать**, а затем **Quantitative Analysis (Количественный анализ)**.



Каждый тип шаблона связан со своим набором данных. Набор данных представляет собой реляционную базу данных, в которой хранится вся информация о пробах, соединениях, квалификаторах и уровнях калибровки, а также о связях между ними.

2 Порядок создания шаблона отчета

Вставка списка

В наборе данных количественного анализа между следующими таблицами существует связь типа «один ко многим» (1:n):

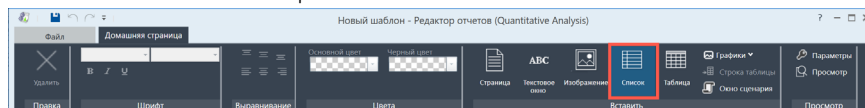
- каждой **Batch** (пробе) соответствует одно или несколько **TargetCompounds** (целевых соединений)
- каждому **TargetCompound** (в методе) соответствует один или несколько **TargetQualifier** (в методе);
- каждому **TargetCompound** (в методе) соответствует один или несколько **Peak** (пиков, в результатах);
- каждому **Qualifier** (квалификатору, в методе) соответствует один или несколько **QualifierPeak** (пиков квалификаторов, в результатах);
- каждому **TargetCompound** соответствует одна **Calibration** (калибровка) с несколькими уровнями.

Как правило, таблицам целевых соединений соответствует метод, а таблицам пиков соответствуют результаты:

- **таблица TargetCompound** содержит информацию о методе для соединений;
- **таблица TargetQualifier** содержит информацию о методе для их квалификаторов;
- **таблица Peak** содержит итоговую информацию для соединений;
- **таблица PeakQualifier** содержит итоговую информацию для их квалификаторов.

Вставка списка

- 1 На панели «Вставить» щелкните **Список**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Вставка списка

- 2 Выберите **Список соединений** и щелкните **ОК**.

Вставка списка

☐ Список проб

☒ **Список соединений**

☐ Другое

Название компоновки: Compound

Название данных: SelectedCompound

Фильтр по типу соединения: <Без фильтра>

Расположить по: RetentionTime

☒ По возрастанию

Содержание: ☒ Вставить информационную таблицу серии

OK Отмена

- 3 Отредактируйте фильтры **Привязка данных**. Щелкните поле **Привязка данных** на панели «Свойства», затем щелкните троеточие.

List-Compound

Данные

Связывание FirstSample,Compound

Общие

Идентификатор List-Compound

Разрыв строки None

Тип Список

Отображение

Скрыто False

2 Порядок создания шаблона отчета

Вставка списка

а В разделе **Привязка данных** выберите **Соединение**.

Связывание данных

Связывания данных

FirstSample

Compound

Название компонентки:

Compound

Название данных:

SelectedCompound

Фильтры:

<BatchID> = <FirstSample:BatchID>

AND <SampleID> = <FirstSample:SampleID>

Порядки:

RetentionTime (По возрастанию)

Выражение:

Совмещение слева

Добавить Удалить

Вверх Вниз

Создать... Править... Удалить

Создать... Править... Удалить

ОК Отмена

б В разделе **Фильтры** щелкните **Новый**.

Связывание данных

Связывания данных

FirstSample

Compound

Название компонентки:

Compound

Название данных:

SelectedCompound

Фильтры:

<BatchID> = <FirstSample:BatchID>

AND <SampleID> = <FirstSample:SampleID>

Порядки:

RetentionTime (По возрастанию)

Выражение:

Совмещение слева

Добавить Удалить

Вверх Вниз

Создать... Править... Удалить

Создать... Править... Удалить

ОК Отмена

ПРИМЕЧАНИЕ

ID — уникальный идентификатор строки таблицы в наборе данных. Номера идентификаторов BatchID, SampleID, CompoundID и т. п. присвоены системой. Комбинация ID позволяет быстро найти в наборе данных количественного анализа уникальную строку таблицы и установить с ней связь.

2 Порядок создания шаблона отчета

Вставка списка

- с Выберите **ISTDFlag** из списка **Поле** и **!=** из списка **Оператор**.

Фильтр привязки данных

Поле: ISTDFlag

Оператор: !=

Тип объединения: AND

Значение:

Фиксированное значение:

Связанное значение:

Название компоновки:

Название поля:

OK Отмена

- d Введите **Истина** в поле **Фиксированное значение** и щелкните **OK**.

Фильтр привязки данных

Поле: ISTDFlag

Оператор: !=

Тип объединения: AND

Значение:

Фиксированное значение: True

Связанное значение:

Название компоновки:

Название поля:

OK Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Редактирование таблицы сведений о серии

е Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно **Привязка данных**.

Связывание данных

Связывания данных

FirstSample

Compound

Название компоновки:

Compound

Название данных:

SelectedCompound

Фильтры:

<BatchID> = <FirstSample:BatchID>

AND <SampleID> = <FirstSample:SampleID>

AND <ISTDFlag> != True

Порядки:

RetentionTime (По возрастанию)

Выражение:

Добавить Удалить

Вверх Вниз

Создать... Править... Удалить

Создать... Править... Удалить

Правка

Совмещение слева

ОК Отмена

4 На панели «Свойства» щелкните в разделе «Общие» **Разрыв страницы** и выберите из списка **Между**.

List-Compound

Данные

Связывание данных FirstSample,Compound

Общие

Идентификатор List-Compound

Разрыв страницы Between

Тип Список

Отображение

Скрыто False

Редактирование таблицы сведений о серии

1 Выберите **TableBatch** из раскрывающегося меню в верхней части панели «Свойства». Здесь выделяются поля таблицы со сведениями о

2 Порядок создания шаблона отчета

Редактирование таблицы сведений о серии

серии в отчете. В каждой ячейке содержится надпись, значение или выражение.

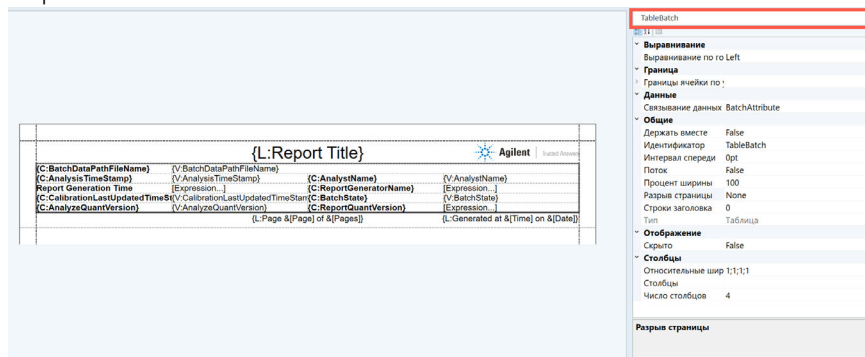


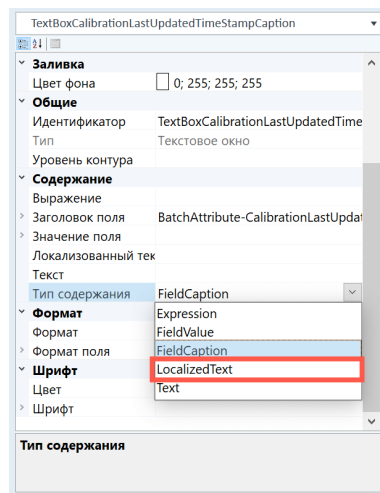
Таблица состоит из строки заголовка, строк и ячеек. Возможное содержимое ячеек таблицы:

- **(C)** — надпись (аналогичный термин используется в ПО Quantitative Analysis);
- **(L)** — локализованный текст;
- **(V)** — значение (число, соответствующее отображаемому в ПО Quantitative Analysis);
- **(E)** — выражения (при необходимости можно использовать для форматирования чисел и данных).

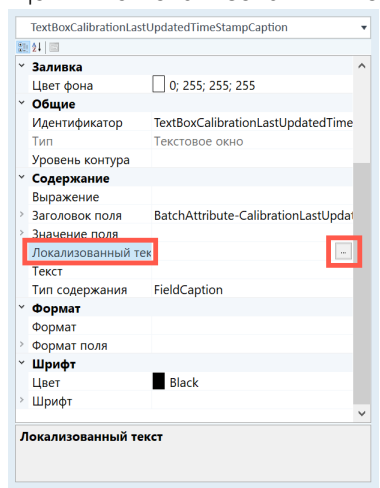
- 2 Надпись **{C:CalibrationLastUpdatedTimeStamp}** (время последнего обновления калибровки) слишком длинная, чтобы поместиться в своей ячейке. Выберите ее, щелкните **Тип содержимого** на панели «Свойства» и выберите из раскрывающегося меню **LocalizedText** (локализованный текст)

2 Порядок создания шаблона отчета

Редактирование таблицы сведений о серии



3 Щелкните **Локализованный текст**, затем щелкните троеточие.

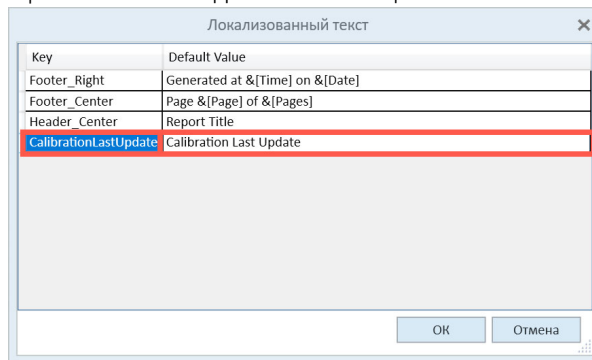


4 В нижней строке введите **CalibrationLastUpdate** в столбец **Ключ** и **Последнее обновление калибровки** в столбец **Значение по умолчанию**.

2 Порядок создания шаблона отчета

Редактирование таблицы сведений о серии

5 Щелкните **OK**. Надпись в таблице обновлена.

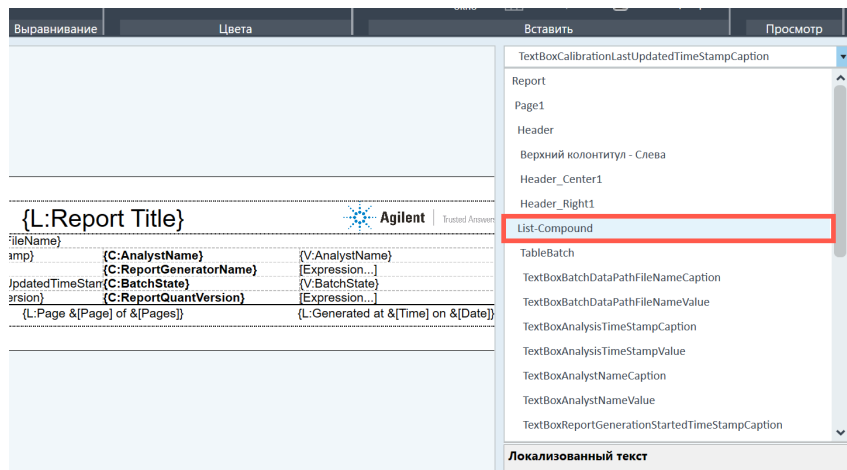


2 Порядок создания шаблона отчета

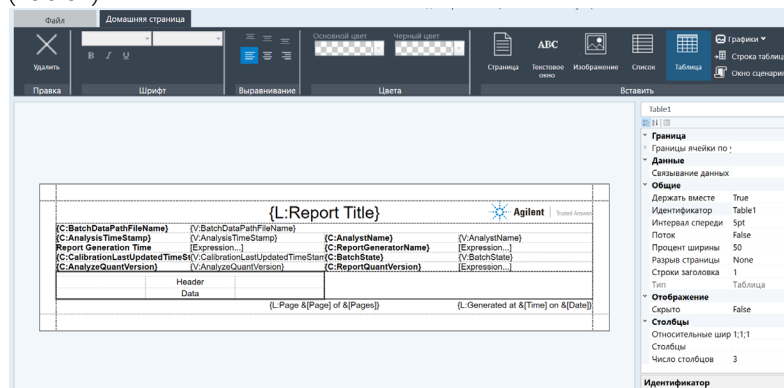
Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 1 Выберите **List-Compound** из раскрывающегося меню в верхней части панели «Свойства».



- 2 Щелкните **Таблица**. В нижней части отчета появляется новая таблица (Table1).



Внесите изменения в содержимое панели «Свойства»:

- замените значение **Относительная ширина столбца** на 1,1,2, чтобы изменять размер столбцов в соответствии с шириной таблицы;
- введите CalCurve в поле **ID**, чтобы обновить имя таблицы;

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- введите 100 в поле **Ширина в процентах**, чтобы изменить ширину таблицы.

CalCurve

Граница

Границы ячейки по:

Данные

Связывание данных

Общие

Держать вместе: True

Идентификатор: CalCurve

Интервал спереди: 5pt

Поток: False

Процент ширины: 100

Разрыв страницы: None

Строки заголовка: 1

Тип: Таблица

Отображение

Скрыто: False

Столбцы

Относительные ширины: 1;1;2

Столбцы

Число столбцов: 3

Процент ширины

- 3 Чтобы добавить в таблицу связующие данные, щелкните **Привязка данных** на панели «Свойства», а затем щелкните троеточие.

CalCurve

Граница

Границы ячейки по:

Данные

Связывание данных

Общие

Держать вместе: True

Идентификатор: CalCurve

Интервал спереди: 5pt

Поток: False

Процент ширины: 100

Разрыв страницы: None

Строки заголовка: 1

Тип: Таблица

Отображение

Скрыто: False

Столбцы

Относительные ширины: 1;1;2

Столбцы

Число столбцов: 3

Связывание данных

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

4 В разделе **Привязка данных** щелкните **Добавить**.

The dialog box titled 'Связывание данных' (Data Binding) contains several sections. On the left, under 'Связывания данных', there is a large empty list box. At the bottom of this list, the 'Добавить' (Add) button is highlighted with a red rectangle. Other buttons at the bottom include 'Удалить' (Remove), 'Вверх' (Up), and 'Вниз' (Down). On the right side, there are input fields for 'Название компоновки:' (Layout name), 'Название данных:' (Data name), and 'Выражение:' (Expression). Below these are sections for 'Фильтры:' (Filters) and 'Порядки:' (Orders), each with 'Создать...' (Create...), 'Править...' (Edit...), and 'Удалить' (Remove) buttons. At the bottom right, there are 'ОК' (OK) and 'Отмена' (Cancel) buttons.

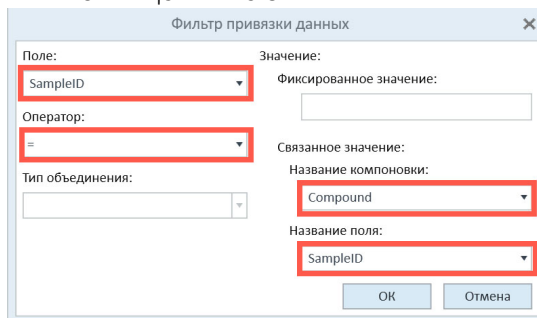
5 Введите **Калибровка** в поле **Имя привязки** и выберите значение **Калибровка** из списка **Имя данных**. В разделе **Фильтры** щелкните **Новый**.

The dialog box is now populated. In the 'Связывания данных' list on the left, the item '<DataBinding>' is selected. In the 'Название компоновки:' field, 'Calibration' is entered. In the 'Название данных:' dropdown, 'Calibration' is selected. In the 'Фильтры:' section, the 'Создать...' button is highlighted with a red rectangle. The 'Порядки:' section remains empty. The 'Выражение:' field is empty, and the 'Совмещение слева' (Align left) checkbox is unchecked. The 'ОК' and 'Отмена' buttons are at the bottom right.

2 Порядок создания шаблона отчета

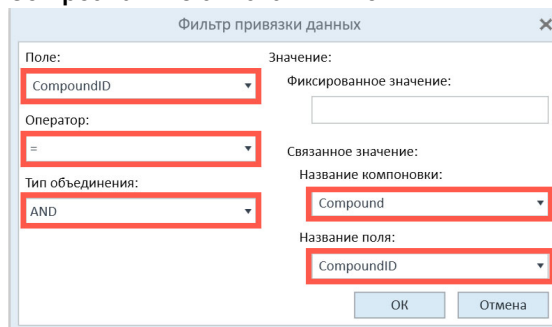
Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 6 Выберите **SampleID** из списка **Поле** и **=** из списка **Оператор**. Выберите **Соединение** из списка **Имя привязки** и значение **SampleID** из списка **Имя поля**. Щелкните **OK**.

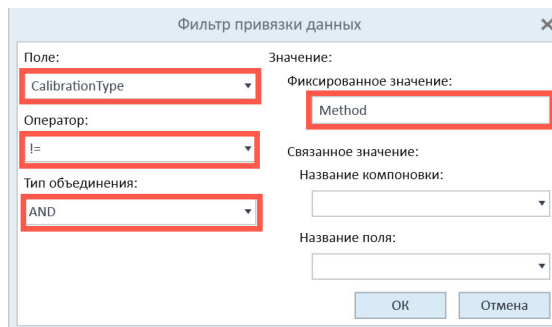


- 7 Добавьте фильтр привязки данных для каждой из перечисленных конфигураций:

- a Выберите **CompoundID** из списка **Поле**, **=** из списка **Оператор**, **И** из списка **Тип конкатенации**, **Соединение** из списка **Имя привязки** и **CompoundID** из списка **Имя поля**.



- b Выберите **CalibrationType** из списка **Поле**, **!=** из списка **Оператор**, **И** из списка **Тип конкатенации** и **Метод** из списка **Фиксированное значение**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- с Выберите **LevelConcentration** из списка **Поле**, **Верхний** из списка **Оператор**, **И** из списка **Тип конкатенации** и введите **1** в поле **Фиксированное значение**.

Фильтр привязки данных

Поле: LevelConcentration

Оператор: Top

Тип объединения: AND

Значение: Фиксированное значение: 1

Связанное значение:

Название компоновки:

Название поля:

OK Отмена

Выражение:

- 8 В разделе **Сортировка** щелкните **Новая**.

Связывание данных

Связывания данных: <DataBinding>

Название компоновки: Calibration

Название данных: Calibration

Фильтры:

<SampleID> = <Compound:SampleID>

AND <CompoundID> = <Compound:Cor

AND <CalibrationType> != Method

Порядки:

Выражение:

Добавить Удалить

Вверх Вниз

Создать... Править... Удалить

Создать... Править... Удалить

Правка

Совмещение слева

OK Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 9 Выберите **LevelConcentration** из списка **Имя поля** и **По возрастанию** из списка **По возрастанию/убыванию**. Щелкните **ОК**.

Порядок привязки данных

Название поля:
LevelConcentration

По возрастанию / По убыванию
По возрастанию

ОК Отмена

- 10 Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно **Привязка данных**.

Связывание данных

Связывания данных
<DataBinding>

Название компоновки:
Calibration

Название данных:
Calibration

Фильтры:
<SampleID> = <Compound:SampleID>
AND <CompoundID> = <Compound:Cor
AND <CalibrationType> != Method

Порядки:
LevelConcentration (По возрастанию)

Выражение:

Добавить Удалить
Вверх Вниз

Создать...
Править...
Удалить

Создать...
Править...
Удалить

Правка

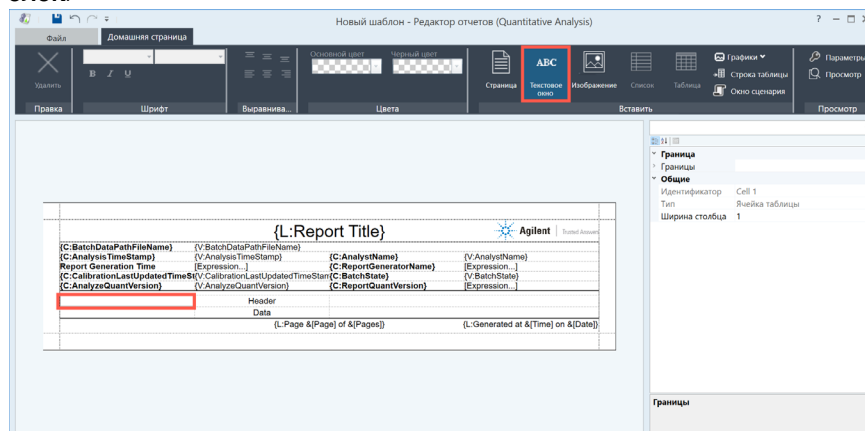
Совмещение слева

ОК Отмена

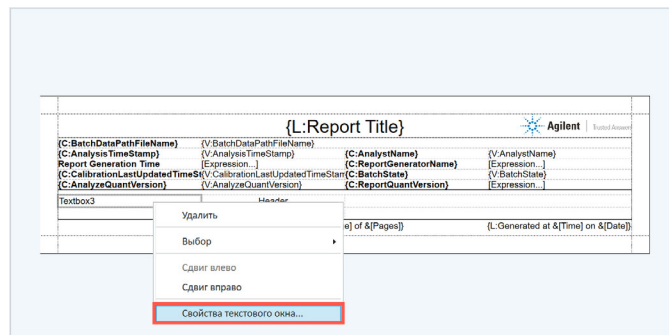
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 11 Выберите пустую ячейку слева от **Заголовка** и щелкните **Текстовый блок**.



- 12 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 13 Выберите **Значение поля**, затем **Соединение** из списка **Имя привязки** и **Имя соединения** из списка **Поле**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

☐ Локализованный текст

☐ Текст

☒ **Значение поля**

Название компоновки: Compound

Поле: oundName

☐ Заголовок поля

Название компоновки:

Поле:

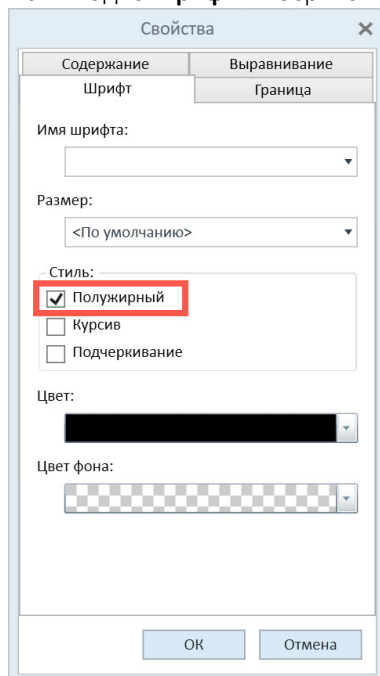
☐ Выражение

OK Отмена

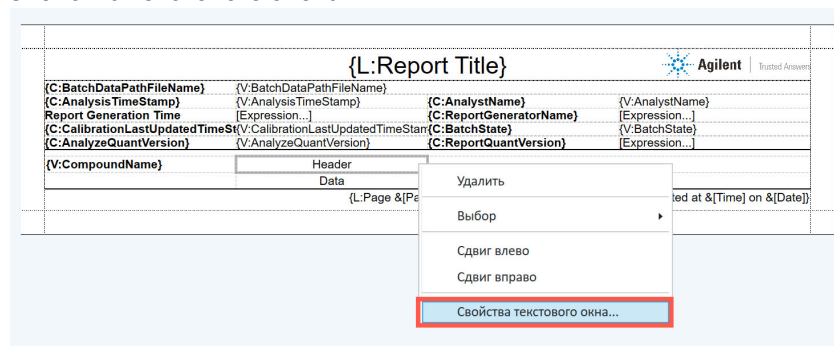
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

14 На вкладке **Шрифт** выберите **Жирный** и щелкните **ОК**.



15 Щелкните правой кнопкой мыши ячейку **Заголовок** и выберите **Свойства текстового блока**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 16 Выберите **Надпись поля**, затем **Соединение** из списка **Имя привязки** и **RelativeStandardError** из списка **Поле**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

☐ Локализованный текст

☐ Текст

☐ Значение поля

Название компоновки:

Поле:

☒ **Надпись поля**

Название компоновки:

Поле:

☐ Выражение

OK Отмена

- 17 На вкладке **Шрифт** выберите **Жирный** и щелкните **ОК**.

Свойства

Содержание Выравнивание

Шрифт Граница

Имя шрифта:

Размер:

Стиль:

☒ **Полужирный**

☐ Курсив

☐ Подчеркивание

Цвет:

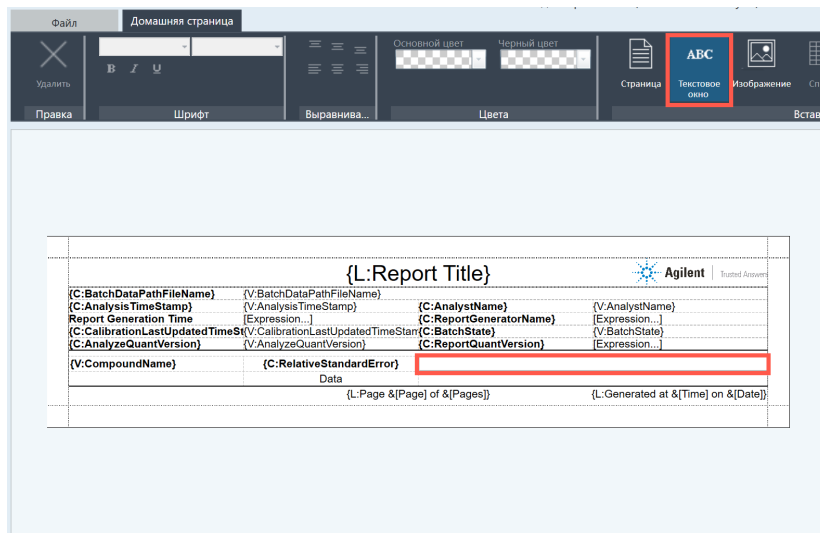
Цвет фона:

OK Отмена

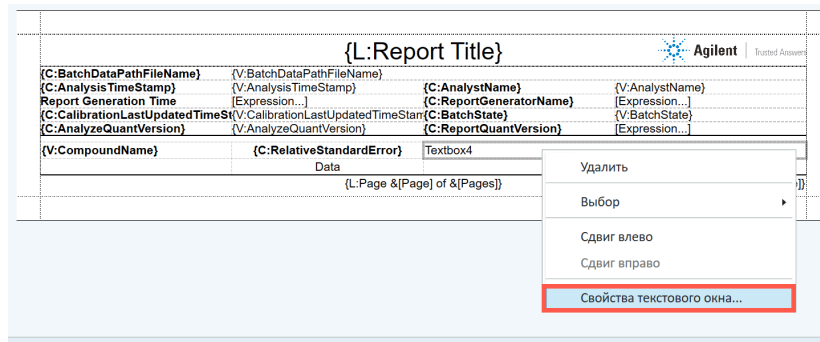
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 18 Выберите ячейку справа от {C:RelativeStandardError} и щелкните **Текстовый блок**.



- 19 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и щелкните **Свойства текстового блока**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 20 Выберите **Значение поля**, затем **Соединение** из списка **Имя привязки** и **RelativeStandardError** из списка **Поле**. Щелкните **ОК**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

☐ Локализованный текст

☐ Текст

☒ **Значение поля**

Название компоновки: Compound

Поле: StandardError

☐ Заголовок поля

Название компоновки:

Поле:

☐ Выражение

ОК Отмена

- 21 Чтобы использовать в текущей ячейке формат, найденный в ПО Quantitative Analysis, дважды щелкните **Формат поля** на панели **Свойства** и выберите **Соединение** из списка **Имя привязки**, а также **RelativeStandardError** из списка **Имя поля**.

Свойства

Заливка

Общие

Содержание

Формат

Формат поля

Название компоновки: Compound

Имя привязки: RelativeStandardError

Имя поля: RelativeStandardError

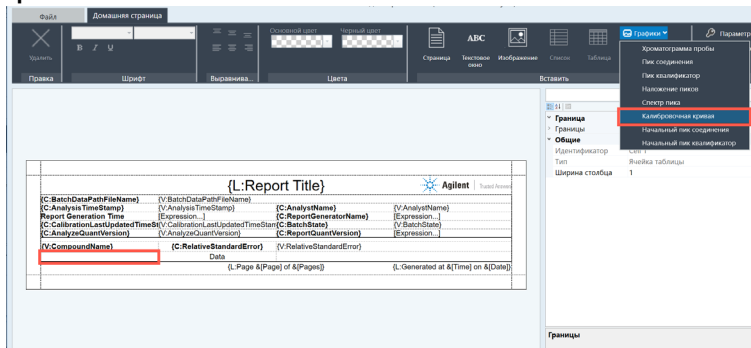
Шрифт

Название поля

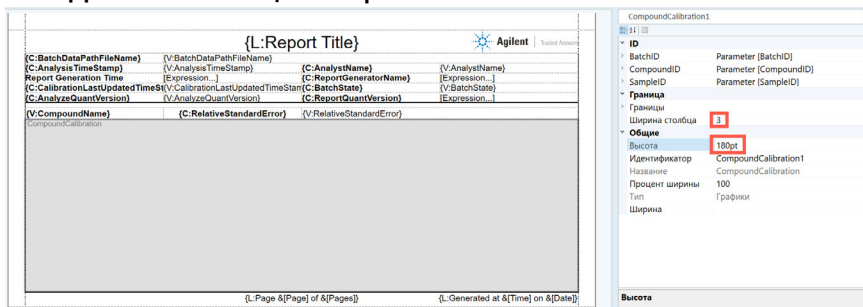
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой

- 22 Чтобы добавить график, выберите пустую ячейку под **{V:CompoundName}**, щелкните **График** и выберите **Калибровочная кривая**.



- 23 Чтобы изменить размеры графика, введите на панели «Свойства» **3** в поле **Диапазон столбца** и **180pt** в поле **Высота**.



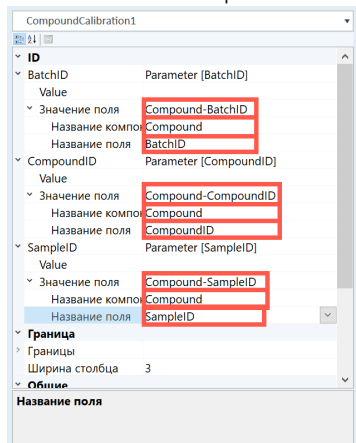
Присвоенные системой номера полей идентификаторов BatchID, SampleID и CompoundID помогают быстро находить в наборе данных количественного анализа уникальные строки таблицы и устанавливать с ними связь. Для редактирования полей идентификаторов разверните раздел ID на панели «Свойства». Введите значения каждого идентификатора:

- BatchID
 - **Значение поля:** Compound-BatchID
 - **Имя привязки:** Соединение
 - **Имя поля:** BatchID
- CompoundID
 - **Значение поля:** Compound-CompoundID
 - **Имя привязки:** Соединение
 - **Имя поля:** CompoundID

2 Порядок создания шаблона отчета

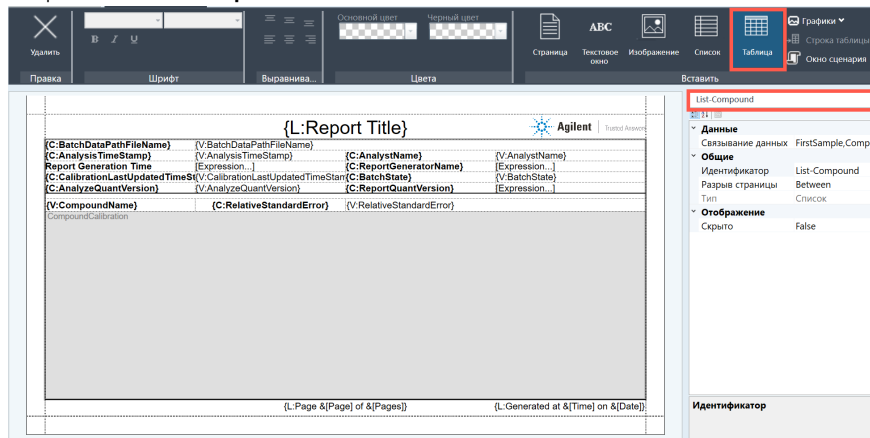
Добавление таблицы результатов калибровки

- SampleID
 - **Значение поля:** Compound-SampleID
 - **Имя привязки:** Соединение
 - **Имя поля:** SampleID



Добавление таблицы результатов калибровки

- 1 Выберите **List-Compound** из списка в верхней части панели «Свойства» и щелкните **Таблица**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 2 На панели «Свойства» отрегулируйте количество столбцов, заменив **Количество столбцов** на **8**, а также ширину столбцов, заменив **Относительную ширину столбцов** на **3,1,1,1,1,1,1,1**. Введите **CalResults** в поле **ID** и **100** в поле **Ширина в процентах**.

The screenshot shows the 'CalResults' properties panel. The 'Столбцы' (Columns) section is expanded, showing 'Относительные ширины' (Relative widths) set to '3;1;1;1;1;1;1;1' and 'Число столбцов' (Number of columns) set to '8'. The 'Общие' (General) section is also expanded, showing 'Идентификатор' (Identifier) set to 'CalResults' and 'Процент ширины' (Percentage width) set to '100'. The 'Граница' (Border) section is collapsed.

- 3 Чтобы добавить рамку таблицы, выберите **Сплошная** из списка **Тип линии** и задайте **Цвет** для каждой границы ячейки.

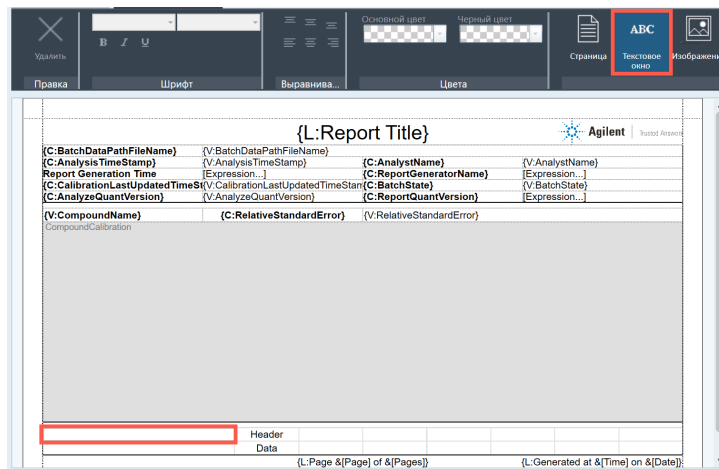
The screenshot shows the 'CalResults' properties panel with the 'Граница' (Border) section expanded. The 'Границы ячейки по у' (Cell borders by y) section is expanded, showing settings for 'Верх' (Top), 'Левый' (Left), 'Низ' (Bottom), and 'Справа' (Right). For each border, the 'Стиль линии' (Line style) is set to 'Solid', the 'Цвет' (Color) is set to '224; 224; 224', and the 'Ширина' (Width) is set to '1pt'.

- 4 Повторите шаги 3–10 из раздела **Добавление таблицы калибровочной кривой с диаграммой** на стр. 18, чтобы добавить в таблицу связующие данные.

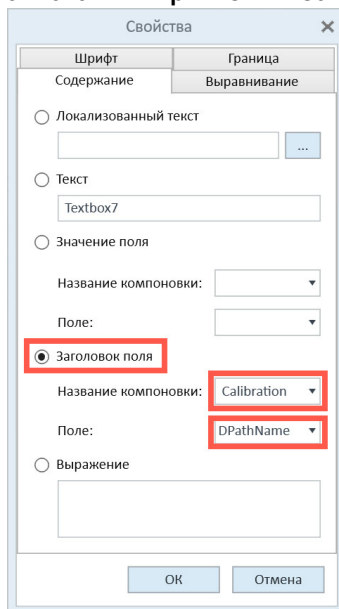
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 5 Выберите первую ячейку в первой строке таблицы и щелкните **Текстовый блок**.



- 6 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**. Выберите **Надпись поля**, затем **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **CalibrationSTDPPathName** из списка **Поле**.



Добавление таблицы результатов калибровки

7 На вкладке **Шрифт** выберите **Жирный**. Щелкните **ОК**.

Свойства

Содержание

Выравнивание

Шрифт

Граница

Имя шрифта:

Размер:

<По умолчанию>

Стиль:

☒ Полужирный

☐ Курсив

☐ Подчеркивание

Цвет:

Цвет фона:

ОК

Отмена

8 Выберите первую ячейку во второй строке таблицы и щелкните **Текстовый блок**.

The screenshot shows the Agilent ChemStation software interface. The top toolbar includes buttons for 'Удалить' (Delete), 'Правка' (Edit), 'Шрифт' (Font), 'Выравнивание' (Align), 'Цвета' (Colors), 'Страница' (Page), 'Текстовое окно' (Text Window), and 'Изображение' (Image). The main window displays a report titled '{L:Report Title}'. The report contains a table with the following data:

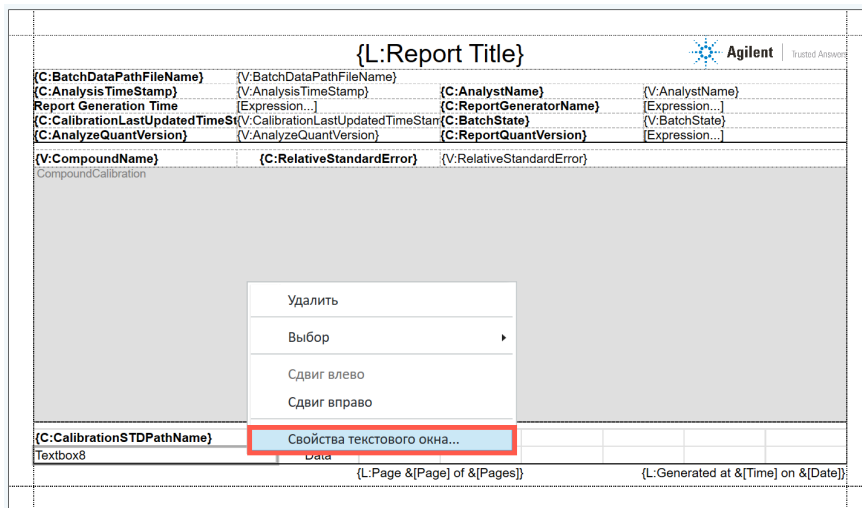
Parameter	Value
{C:BatchDataPathFileName}	{V:BatchDataPathFileName}
{C:AnalysisTimeStamp}	{V:AnalysisTimeStamp}
Report Generation Time	{C:ReportGeneratorName}
{C:CalibrationLastUpdatedTime}	{V:CalibrationLastUpdatedTime}
{C:AnalyzeQuantVersion}	{V:AnalyzeQuantVersion}
{V:CompoundName}	{C:RelativeStandardError}
{C:CalibrationSTDPathName}	

The 'C:CalibrationSTDPathName' row is highlighted with a red box. The bottom status bar shows the page number and the date/time of generation.

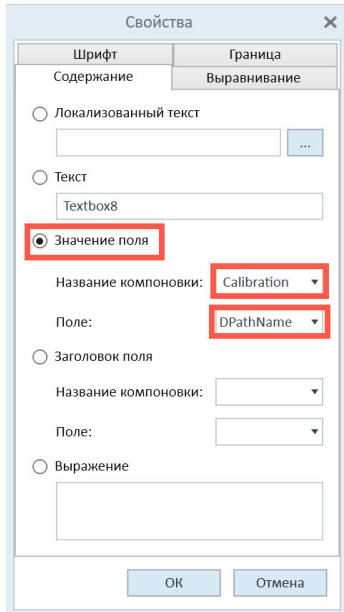
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 9 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.

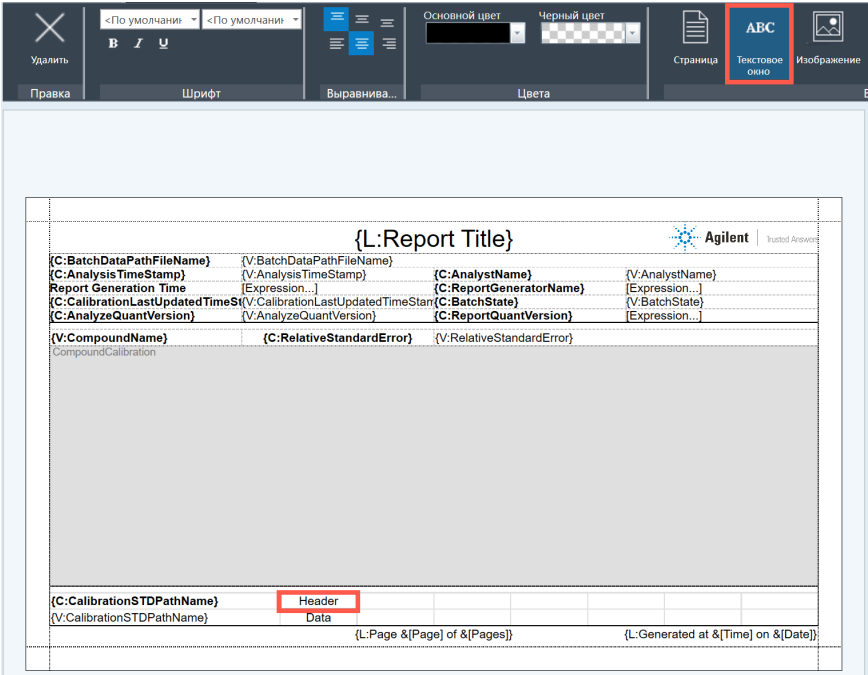


- 10 Выберите **Значение поля**, затем **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **CalibrationSTDPPathName** из списка **Поле**. Щелкните **ОК**.



2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы результатов калибровки

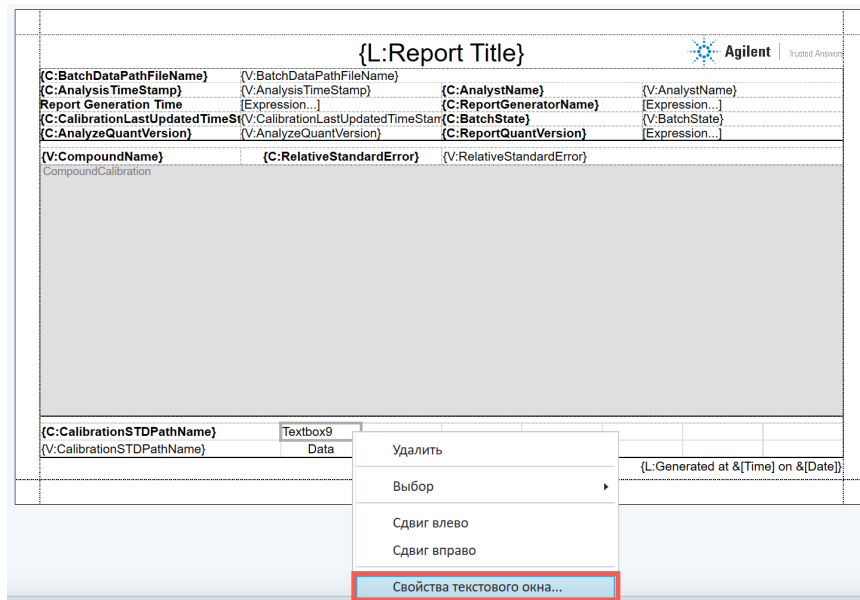
11 Выберите ячейку под названием **Заголовок** и щелкните **Текстовый блок**.



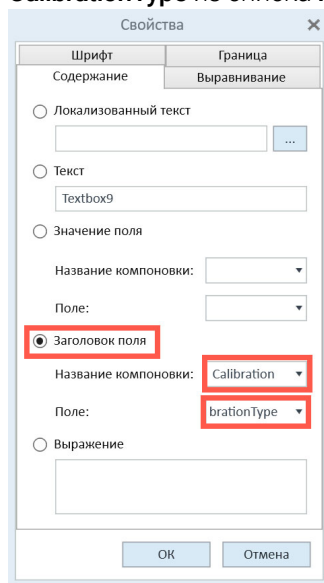
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 12 Щелкните текстовый блок правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.



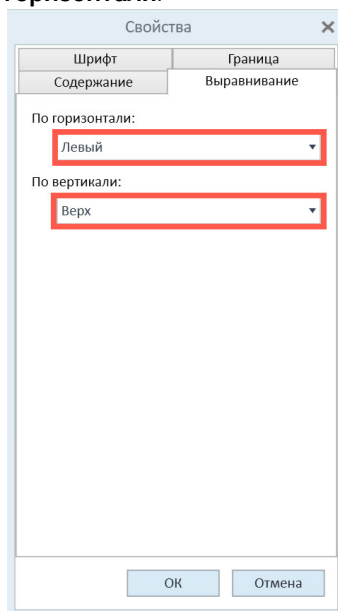
- 13 Выберите **Надпись поля**, затем **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **CalibrationType** из списка **Поле**.



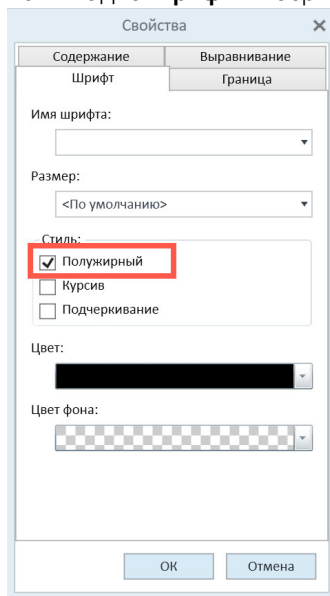
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 14 На вкладке **Выравнивание** выберите **По левому краю** из списка **По горизонтали**.



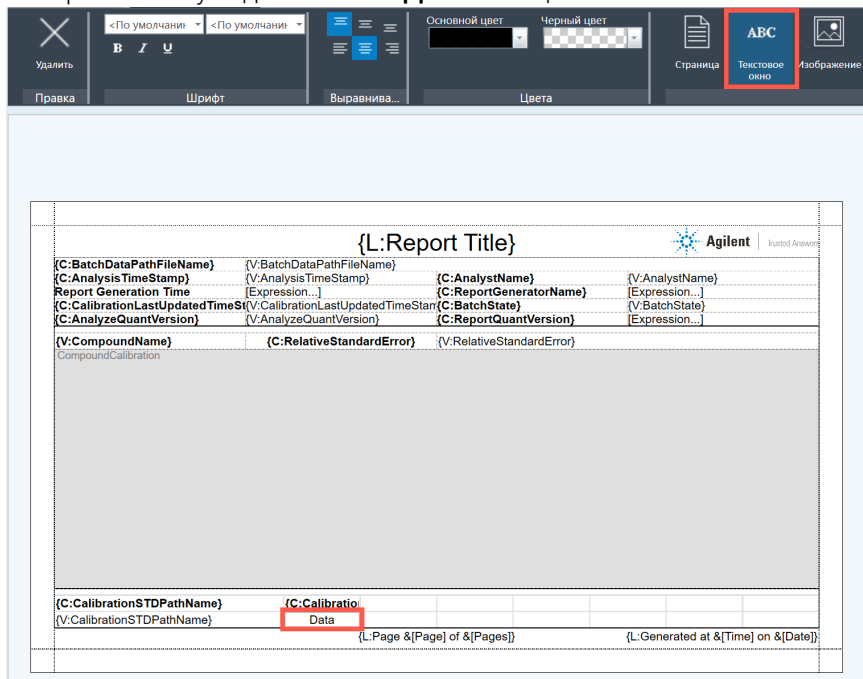
- 15 На вкладке **Шрифт** выберите **Жирный**. Щелкните **ОК**.



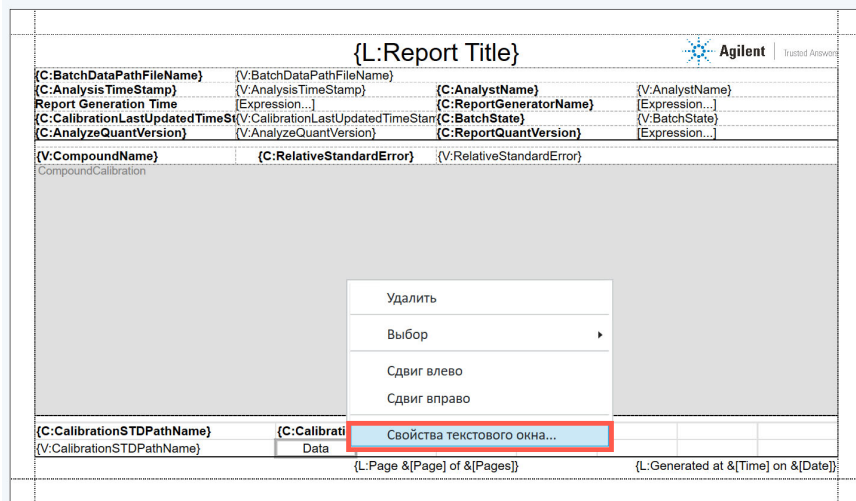
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

16 Выберите ячейку под названием **Данные** и щелкните **Текстовый блок**.



17 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 18 Выберите **Значение поля**, затем **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **CalibrationType** из списка **Поле**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

☐ Локализованный текст

☐ Текст

☒ **Значение поля**

Название компоновки: Calibration

Поле: brationType

☐ Заголовок поля

Название компоновки:

Поле:

☐ Выражение

OK Отмена

- 19 На вкладке **Выравнивание** выберите **По левому краю** из списка **По горизонтали**. Щелкните **ОК**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

По горизонтали: Левый

По вертикали: Верх

OK Отмена

2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы результатов калибровки

- 20 Примените описанные выше указания к ячейкам третьего столбца, чтобы выбрать значения **Калибровка** и **LevelName** для **Надписи поля** ячейки в первой строке, а также **Калибровка** и **LevelName** для **Значения поля** ячейки под ней. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и измените выравнивание по горизонтали в обеих ячейках на **По центру**. Щелкните **ОК**.

{L:Report Title}			
{C:BatchDataPathFileName}	{V:BatchDataPathFileName}		
{C:AnalysisTimeStamp}	{V:AnalysisTimeStamp}	{C:AnalystName}	{V:AnalystName}
Report Generation Time	[Expression...]	{C:ReportGeneratorName}	[Expression...]
{C:CalibrationLastUpdatedTimeSt	{V:CalibrationLastUpdatedTimeStan	{C:BatchState}	{V:BatchState}
{C:AnalyzeQuantVersion}	{V:AnalyzeQuantVersion}	{C:ReportQuantVersion}	[Expression...]
{V:CompoundName}	{C:RelativeStandardError}	{V:RelativeStandardError}	
CompoundCalibration			
{C:CalibrationSTDPathName}	{C:Calibratio	C:LevelName	
{V:CalibrationSTDPathName}	{V:Calibration	V:LevelName	
		{L:Page &[Page] of &[Pages]}	{L:Generated at &[Time] on &[Date]}

- 21 У ячеек в четвертом столбце выберите **Калибровка** и **LevelEnable** для **Надписи поля** ячейки в первой строке, а также **Калибровка** и **LevelEnable** для **Значения поля** ячейки под ней. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По центру**. Щелкните **ОК**.

{L:Report Title}			
{C:BatchDataPathFileName}	{V:BatchDataPathFileName}		
{C:AnalysisTimeStamp}	{V:AnalysisTimeStamp}	{C:AnalystName}	{V:AnalystName}
Report Generation Time	[Expression...]	{C:ReportGeneratorName}	[Expression...]
{C:CalibrationLastUpdatedTimeSt	{V:CalibrationLastUpdatedTimeStan	{C:BatchState}	{V:BatchState}
{C:AnalyzeQuantVersion}	{V:AnalyzeQuantVersion}	{C:ReportQuantVersion}	[Expression...]
{V:CompoundName}	{C:RelativeStandardError}	{V:RelativeStandardError}	
CompoundCalibration			
{C:CalibrationSTDPathName}	{C:Calibratio	C:LevelName	C:LevelEnable
{V:CalibrationSTDPathName}	{V:Calibration	V:LevelName	V:LevelEnable
		{L:Page &[Page] of &[Pages]}	{L:Generated at &[Time] on &[Date]}

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 22 У ячеек в пятом столбце выберите **Калибровка** и **LevelConcentration** для **Надписи поля** ячейки в первой строке, а также **Калибровка** и **LevelConcentration** для **Значения поля** ячейки под ней. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По правому краю**. Щелкните **ОК**.

{L:Report Title}			
{C:BatchDataPathFileName}	{V:BatchDataPathFileName}	{C:AnalystName}	{V:AnalystName}
{C:AnalysisTimeStamp}	{V:AnalysisTimeStamp}	{C:ReportGeneratorName}	{V:ReportGeneratorName}
{C:CalibrationLastUpdatedTime}	{V:CalibrationLastUpdatedTime}	{C:BatchState}	{V:BatchState}
{C:AnalyzeQuantVersion}	{V:AnalyzeQuantVersion}	{C:ReportQuantVersion}	{V:ReportQuantVersion}
{V:CompoundName}	{C:RelativeStandardError}	{V:RelativeStandardError}	
CompoundCalibration			
{C:CalibrationSTDPathName}	{C:Calibration C:LevelName::LevelEnableConcentration}		
{V:CalibrationSTDPathName}	{V:Calibration V:LevelName V:LevelEnableConcentration}		
{L:Page &[Page] of &[Pages]}		{L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

- 23 Чтобы использовать в ячейке {V:LevelConcentration} формат, найденный в ПО Quantitative Analysis, дважды щелкните **Формат поля** на панели «Свойства», выберите **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **LevelConcentration** из списка **Имя поля**.

Textbox14

Выравнивание

Выравнивание по v Top

Выравнивание по r Right

Граница

Границы

Заполнение 1pt, 1pt, 1pt, 1pt

Ширина столбца 1

Заливка

Цвет фона 0, 255, 255, 255

Общие

Идентификатор Textbox14

Тип Текстовое окно

Уровень контура

Содержание

Выражение

Заголовок поля

Значение поля Calibration-LevelConcentration

Локализованный текст

Текст Textbox14

Тип содержания FieldValue

Формат

Формат поля Calibration-LevelConcentration

Название компонента Calibration

Название поля LevelConcentration

Шрифт

Цвет Black

Шрифт

Название поля

2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы результатов калибровки

24 У ячеек в шестом столбце выберите **Калибровка** и **LevelResponse** для **Надписи поля** ячейки в первой строке, а также **Калибровка** и **LevelResponse** для **Значения поля** ячейки под ней. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По правому краю**.

{L:Report Title}					
{C:BatchDataPathFileName}	{V:BatchDataPathFileName}				
{C:AnalysisTimeStamp}	{V:AnalysisTimeStamp}	{C:AnalystName}	{V:AnalystName}		
Report Generation Time	[Expression...]	{C:ReportGeneratorName}	[Expression...]		
{C:CalibrationLastUpdatedTimeSt	{V:CalibrationLastUpdatedTimeStan	{C:BatchState}	{V:BatchState}		
{C:AnalyzeQuantVersion}	{V:AnalyzeQuantVersion}	{C:ReportQuantVersion}	[Expression...]		
{V:CompoundName}	{C:RelativeStandardError}	{V:RelativeStandardError}			
CompoundCalibration					
{C:CalibrationSTDPathName}	{C:Calibratio	{C:LevelName::LevelEnable:ncentration}	{V:LevelResponse}		
{V:CalibrationSTDPathName}	{V:Calibration	{V:LevelName	{V:LevelEnable:ncentration}	{V:LevelResponse}	
{L:Page &{Page} of &{Pages}}			{L:Generated at &{Time} on &{Date}}		

25 Выберите ячейку **{V:LevelResponse}**, дважды щелкните **Формат поля** на панели «Свойства», затем выберите **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **LevelResponse** из списка **Имя поля**.

Textbox16

И

Свойства

Выравнивание

Выравнивание по v: Top

Выравнивание по r: Right

Граница

Границы

1pt, 1pt, 1pt, 1pt

Заполнение

1

Ширрина столбца

1

Заливка

Цвет фона

0; 255; 255; 255

Общие

Идентификатор

Textbox16

Тип

Текстовое окно

Уровень контура

Содержание

Выражение

Заголовок поля

Значение поля

Calibration-LevelResponse

Локализованный те

Текст

Textbox16

Тип содержания

FieldValue

Формат

Формат

Формат поля

Calibration-LevelResponse

Название компов

Calibration

Название поля

LevelResponse

Шрифт

Цвет

Black

Шрифт

Название поля

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 26 У ячеек в седьмом столбце выберите **Калибровка** и **LevelResponseFactor** для **Надписи поля** ячейки в первой строке, а также **Калибровка** и **LevelResponseFactor** для **Значения поля** ячейки под ней. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По правому краю**.

[illegible]

- 27 Выберите ячейку **{V:LevelResponseFactor}**, дважды щелкните **Формат поля** на панели «Свойства», затем выберите **Калибровка** из списка **Имя привязки** и **LevelResponseFactor** из списка **Имя поля**.

ТextBox18

11

Выравнивание

Выравнивание по в Top

Выравнивание по г Right

Граница

Границы

Заполнение 1pt,1pt,1pt,1pt

Ширина столбца 1

Заливка

Цвет фона ☐ 0; 255; 255; 255

Общие

Идентификатор TextBox18

Тип Текстовое окно

Уровень контура

Содержание

Выражение

Заголовок поля

Значение поля Calibration-LevelResponseFactor

Локализованный те

Текст TextBox18

Тип содержимия FieldValue

Формат

Формат

Формат поля Calibration-LevelResponseFactor

Название компонента Calibration

Название поля LevelResponseFactor

Шрифт

Цвет ☒ Black

Шрифт

Название поля

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов калибровки

- 28 У ячеек в восьмом столбце выберите **Калибровка** и **LevelRSD** для **Надписи поля** ячейки в первой строке, а также **Калибровка** и **LevelRSD** для **Значения поля** ячейки под ней. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По правому краю**.

{L:Report Title}			
{C:BatchDataPathFileName}	{V:BatchDataPathFileName}		
{C:AnalysisTimeStamp}	{V:AnalysisTimeStamp}	{C:AnalystName}	{V:AnalystName}
Report Generation Time	{Expression...}	{C:ReportGeneratorName}	{Expression...}
{C:CalibrationLastUpdatedTime}	{V:CalibrationLastUpdatedTime}	{C:BatchState}	{V:BatchState}
{C:AnalyzeQuantVersion}	{V:AnalyzeQuantVersion}	{C:ReportQuantVersion}	{Expression...}
{V:CompoundName}	{C:RelativeStandardError}	{V:RelativeStandardError}	
CompoundCalibration			
{C:CalibrationSTDPATHNAME}	{C:CalibrationLevelName}	{V:LevelEnableConcentration}	{V:LevelRSD}
{V:CalibrationSTDPATHNAME}	{V:CalibrationLevelName}	{V:LevelEnableConcentration}	{V:LevelRSD}
{L:Page &[Page] of &[Pages]}		{L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

- 29** Выберите ячейку {V:LevelRSD} и введите **F1** в поле **Формат** на панели «Свойства».

Textbox20

11

Выравнивание

Выравнивание по v Top

Выравнивание по g Right

Граница

Границы

Заполнение

Ширина столбца

1pt 1pt 1pt 1pt

1

Заливка

Цвет фона

0; 255; 255; 255

Общие

Идентификатор

Тип

Уровень центра

Textbox20

Текстовое окно

Содержание

Заголовок поля

Значение поля

Локализованный те

Текст

Тип содержания

Calibration-LevelRSD

FieldValue

Формат

Формат

Формат поля

Шрифт

Цвет

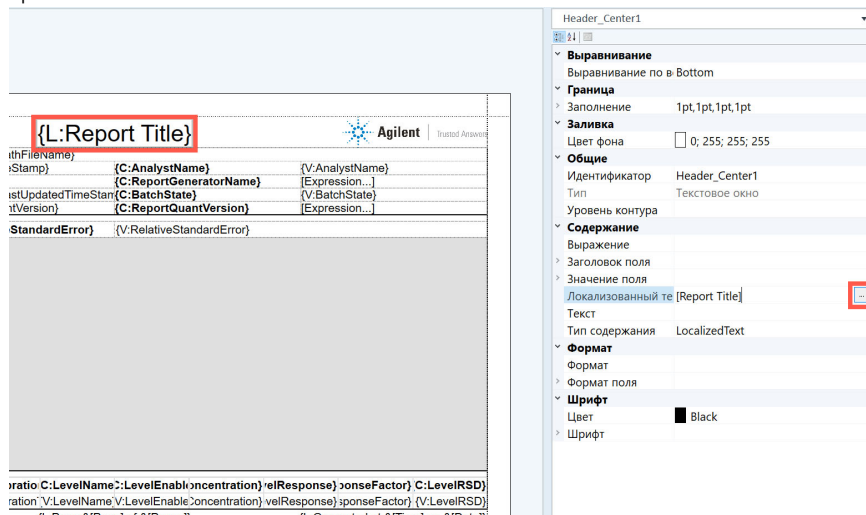
Шрифт

F1

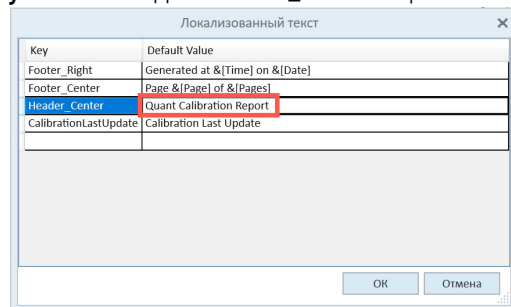
Black

Добавление заголовка отчета

- 1 Выберите ячейку **{L:Report Title}** в заголовке страницы. Щелкните **Локализованный текст** на панели «Свойства», затем щелкните троеточие.



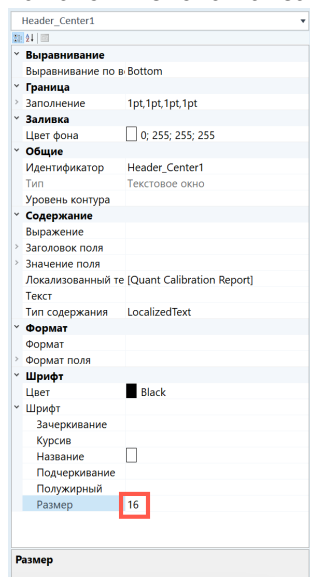
- 2 Введите **Количественный отчет о калибровке** в столбец **Значение по умолчанию** для **Header_Center**. Щелкните **OK**.



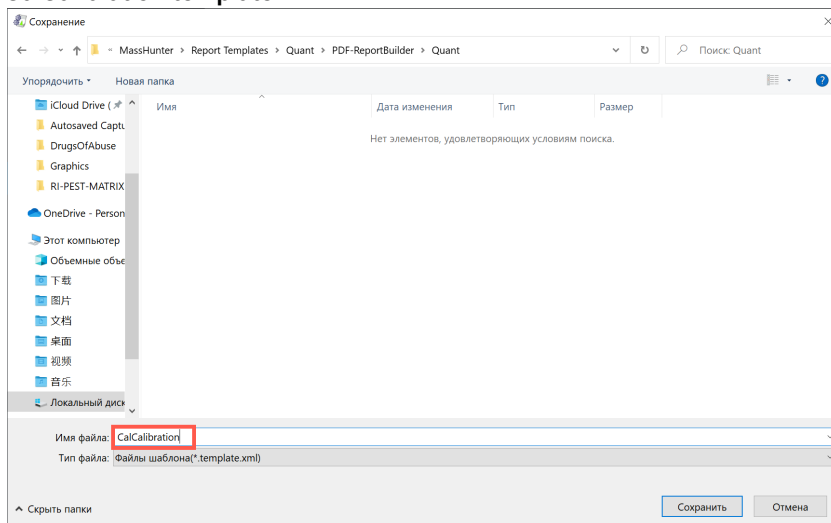
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление заголовка отчета

3 На панели «Свойства» замените размер шрифта на **16**.



4 Щелкните **Файл > Сохранить как** и сохраните шаблон под именем **CalCalibration.template.xml**.

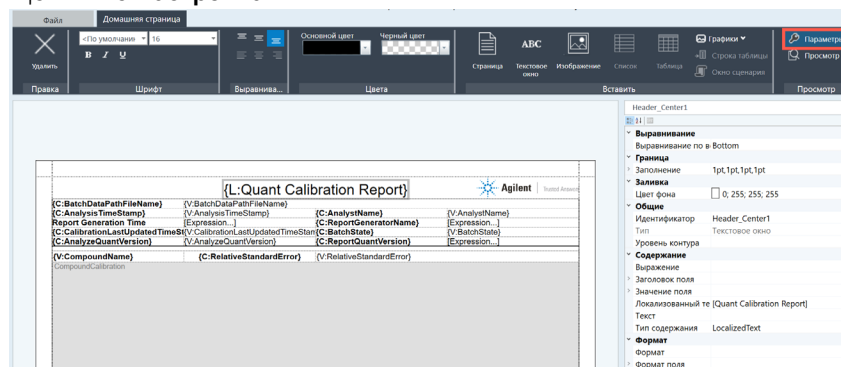


2 Порядок создания шаблона отчета

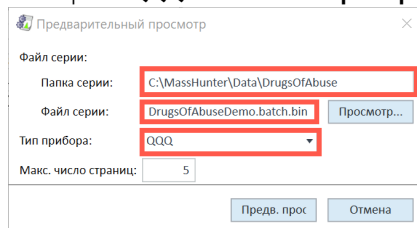
Предварительный просмотр шаблона отчета

Предварительный просмотр шаблона отчета

1 Щелкните **Настройка**.



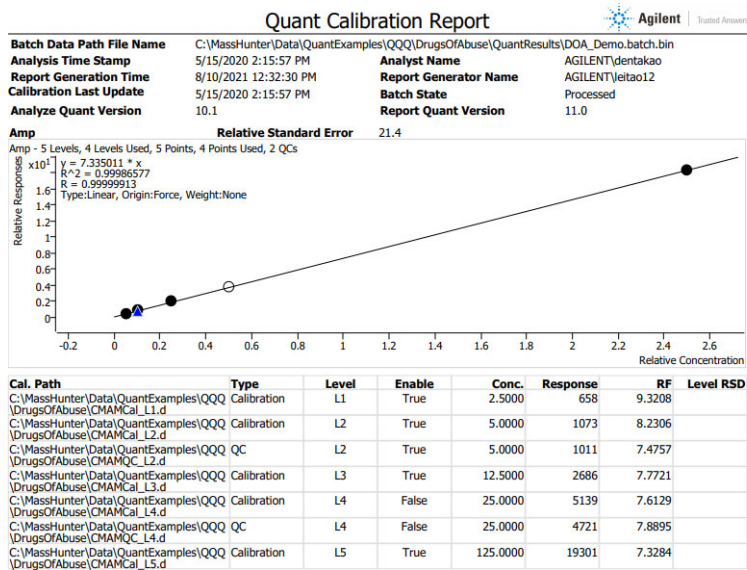
2 Щелкните **Просмотр** в окне предварительного просмотра настройки, перейдите в папку **DrugsOfAbuse** и выберите файл **DOA_Demo.batch.bin**. Выберите **QQQ** в поле **Тип прибора**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Предварительный просмотр шаблона отчета

- 3 Щелкните **Предварительный просмотр**. Отчет в формате PDF сформирован с использованием выбранного файла серии.



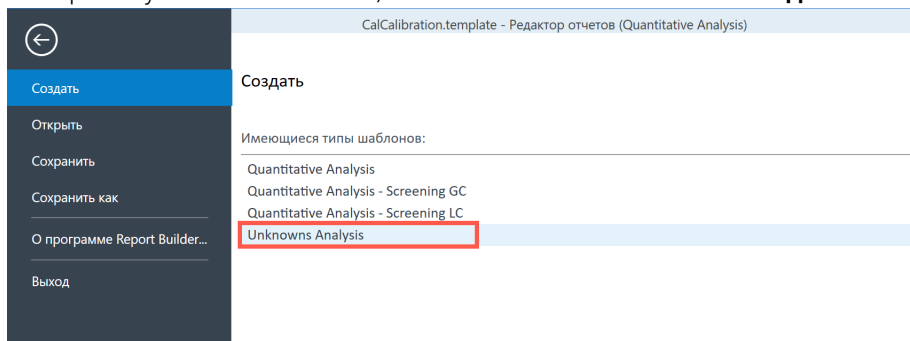
Анализ неизвестных соединений — Шаблон отчета о доле площади

В данном примере вы будете создавать отчет о калибровке, выполняя перечисленные ниже операции.

- 1 Создание нового шаблона отчета об анализе неизвестных соединений на стр. 50
- 2 **Вставка списка** на стр. 51
- 3 **Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой** на стр. 53
- 4 **Добавление таблицы результатов для соединения** на стр. 62
- 5 **Добавление заголовка отчета** на стр. 91
- 6 **Формирование отчета** на стр. 93

Создание нового шаблона отчета об анализе неизвестных соединений

Чтобы создать новый шаблон отчета об анализе неизвестных соединений, выберите пункт **Файл > Новый**, а затем **Анализ неизвестных соединений**.

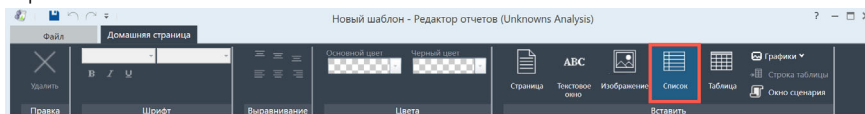


2 Порядок создания шаблона отчета

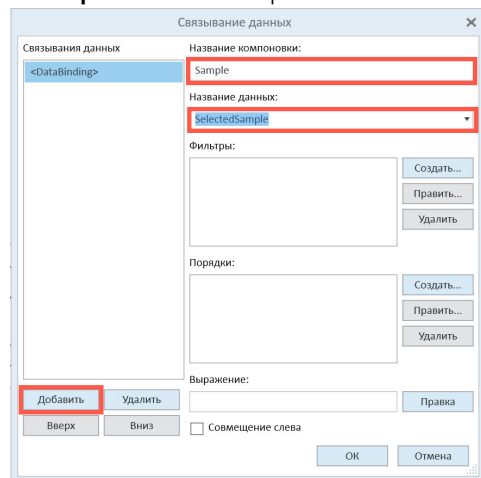
Вставка списка

Вставка списка

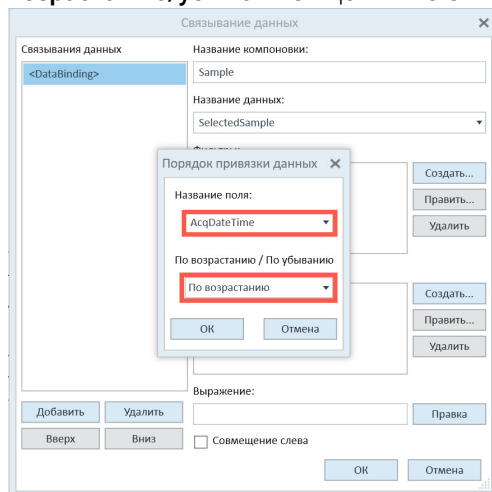
1 Щелкните **Список**.



2 В разделе **Привязка данных** щелкните **Добавить**. Введите **Проба** в поле **Имя привязки** и выберите **SelectedSample** из списка **Имя данных**.



3 В разделе **Сортировка** щелкните **Новая**. Выберите **AcqDateTime** из списка **Имя поля** и **По возрастанию** из списка **По возрастанию/убыванию**. Щелкните **OK**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Вставка списка

- 4 Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно **Привязка данных**.

Связывание данных

Связывания данных

<DataBinding>

Название компонента: Sample

Название данных: SelectedSample

Фильтры:

Порядки: AcqDateTime (По возрастанию)

Выражение:

Добавить Удалить Вверх Вниз

Создать... Править... Удалить

Создать... Править... Удалить

Правка

☐ Совмещение слева

ОК Отмена

- 5 Выберите **Разрыв страницы** на панели «Свойства» и выберите из списка **Между**.

List1

Идентификатор List1

Разрыв страницы **Between**

Тип Список

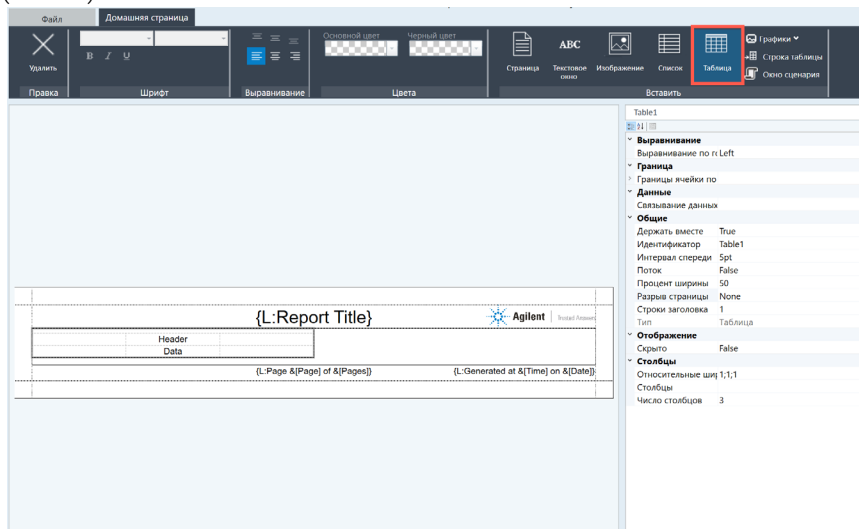
Скрытие False

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- 1 Выберите **List1** из раскрывающегося меню в верхней части панели «Свойства». Щелкните **Таблица**. В отчете появляется новая таблица (Table1).



- 2 Внесите изменения в содержимое панели «Свойства»:
 - замените **Количество столбцов** на 2;
 - замените значение **Относительная ширина столбца** на 1,3, чтобы изменять размер столбцов в соответствии с шириной таблицы;
 - введите **SampleInfo** в поле **ID**, чтобы обновить имя таблицы;

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- введите 100 в поле **Ширина в процентах**, чтобы изменить ширину таблицы.

SampleInfo

11

Выравнивание

Выравнивание по: Left

Граница

Границы ячеек по:

Данные

Связывание данных:

Общие

Держать вместе: True

Идентификатор: SampleInfo

Интервал спереди: 5pt

Поток: False

Процент ширины: 100

Разрыв страницы: None

Строки заголовка: 1

Тип: Таблица

Отображение

Скрыто: False

Столбцы

Относительные ширины: 1;3

Столбцы:

Число столбцов: 2

Процент ширины

- 3 Для редактирования ячейки таблицы выберите пустую ячейку слева от ячейки **Заголовок** и щелкните **Текстовый блок**.

Файл Домашняя страница

Удалить

Правка Шрифт Выравнивание Цвета

Оформить цвет Чертить цвет

Страницы

Текстовый блок

ABC

Agilent

Header

Data

{L:Report Title}

{L:Page &[Page]} of &[Pages]}

{L:Generated at &[Time]} on &[Date]}

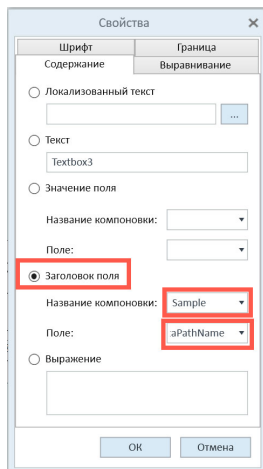
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

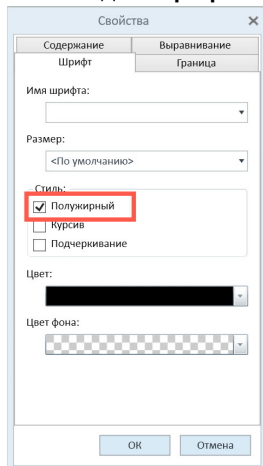
- 4 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.



- 5 Выберите **Надпись поля**, затем **Проба** из списка **Имя привязки** и **DataPathName** из списка **Поле**.



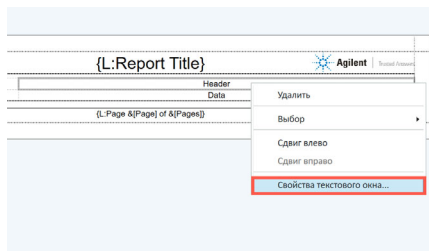
- 6 На вкладке **Шрифт** выберите **Жирный**. Щелкните **ОК**.



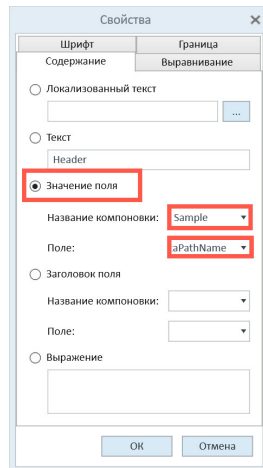
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- 7 Щелкните правой кнопкой мыши ячейку **Заголовок** и выберите **Свойства текстового блока**.



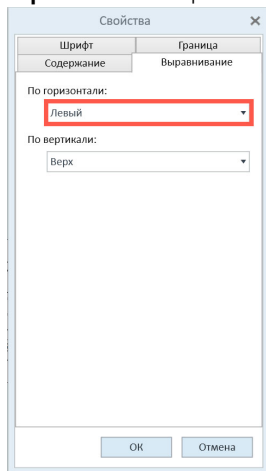
- 8 Выберите **Значение поля**, затем **Проба** из списка **Имя привязки** и **DataPathName** из списка **Поле**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- 9 На вкладке **Выравнивание** выберите **По левому краю** из списка **По горизонтали**. Щелкните **ОК**.

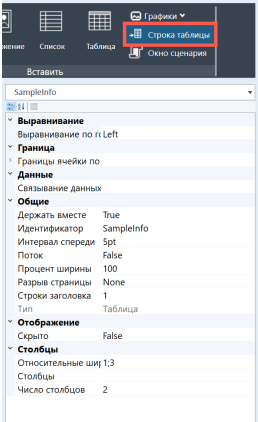


- 10 Примените описанные выше указания к ячейкам второй строки, чтобы выбрать значения **Проба** и **DataFileName** для **Надписи поля** ячейки в первом столбце, а также **Проба** и **DataFileName** для **Значения поля** ячейки во втором столбце. Установите жирный шрифт для ячейки в первом столбце и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По левому краю**. Щелкните **ОК**.

{L:Report Title}		 Agilent	Trusted Answers
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}		
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}		
{L:Page &{Page} of &{Pages}}		{L:Generated at &{Time} on &{Date}}	

2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- 11 Чтобы добавить в таблицу строки, выберите **SampleInfo** из списка в верхней части панели «Свойства» и щелкните **Строка таблицы**. Щелкните **Строка таблицы** еще три раза, чтобы добавить в общей сложности четыре строки.



- 12 У ячеек третьей строки выберите значения **Проба** и **SampleName** для **Надписи поля** ячейки в первом столбце, а также **Проба** и **SampleName** для **Значения поля** ячейки во втором столбце. Установите жирный шрифт для ячейки в первом столбце и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По левому краю**.

{L:Report Title}	
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}
{C:SampleName}	{V:SampleName}
{L:Page &[Page] of &[Pages]} {L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

- 13 У ячеек четвертой строки выберите значения **Проба** и **AcqMethodFileName** для **Надписи поля** ячейки в первом столбце, а также **Проба** и **AcqMethodFileName** для **Значения поля** ячейки во втором столбце. Установите жирный шрифт для ячейки в первом столбце и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По левому краю**.

{L:Report Title}	
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}
{C:SampleName}	{V:SampleName}
{C:AcqMethodFileName}	{V:AcqMethodFileName}
{L:Page &[Page] of &[Pages]} {L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

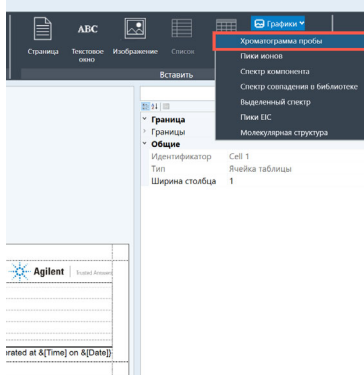
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- 14 У ячеек пятой строки выберите значения **Проба** и **AcqDateTime** для **Надписи поля** ячейки в первом столбце, а также **Проба** и **AcqDateTime** для **Значения поля** ячейки во втором столбце. Установите жирный шрифт для ячеек в первом столбце и выравнивание по горизонтали в обеих ячейках **По левому краю**.

{L:Report Title}	
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}
{C:SampleName}	{V:SampleName}
{C:AcqMethodFileName}	{V:AcqMethodFileName}
{C:AcqDateTime}	{V:AcqDateTime}
{L:Page &{Page} of &{Pages}} {L:Generated at &{Time} on &{Date}}	

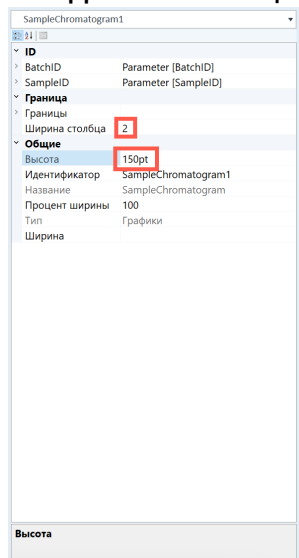
- 15 Чтобы добавить график, выберите пустую ячейку под **{C:AcqDateTime}**, щелкните **График** и выберите **Хроматограмма пробы**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- 16 Чтобы изменить размеры графика, введите на панели «Свойства» **2** в поле **Диапазон столбца** и **150pt** в поле **Высота**.



- 17 Присвоенные системой номера полей идентификаторов BatchID и SampleID помогают быстро находить в наборе данных количественного анализа уникальные строки таблицы и устанавливать с ними связь. Для редактирования полей идентификаторов разверните раздел ID на панели «Свойства». Введите значения каждого идентификатора:

- BatchID
 - **Значение поля:** Sample-BatchID
 - **Имя привязки:** Проба
 - **Имя поля:** BatchID
- SampleID
 - **Значение поля:** Sample-SampleID
 - **Имя привязки:** Проба

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы сведений о пробе с диаграммой

- Имя поля: SampleID

SampleChromatogram1

21

ID

BatchID Parameter [BatchID]

Value

Значение поля Sample-BatchID

Название компонента Sample

Название поля BatchID

SampleID Parameter [SampleID]

Value

Значение поля Sample-SampleID

Название компонента Sample

Название поля SampleID

Граница

Границы

Ширина столбца 2

Общие

Высота 150pt

Идентификатор SampleChromatogram1

Название SampleChromatogram

Процент ширины 100

Тип Графики

Ширина

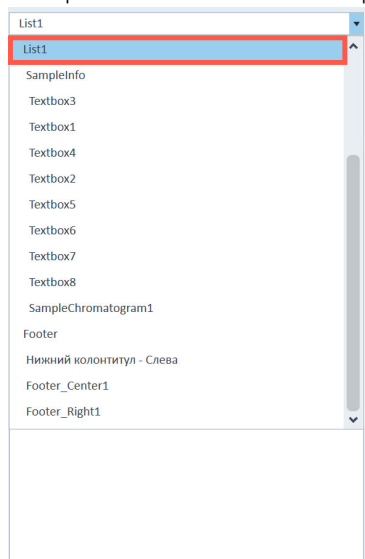
Название поля

2 Порядок создания шаблона отчета

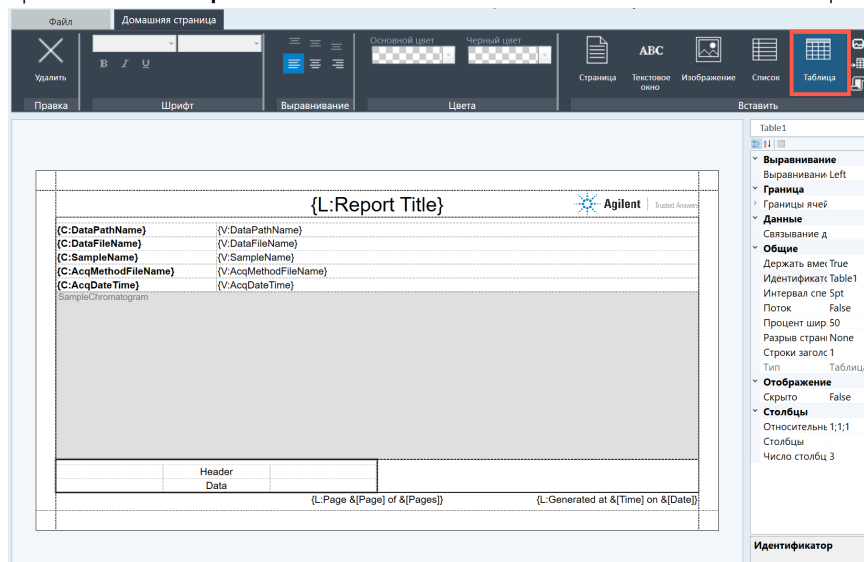
Добавление таблицы результатов для соединения

Добавление таблицы результатов для соединения

- 1 Выберите **List1** из списка в верхней части панели «Свойства».



- 2 Щелкните **Таблица**. В нижней части отчета появляется новая таблица.



- 3 На панели «Свойства»:

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- замените **Количество столбцов** на 9;
- замените **Относительную ширину столбца** на 1,1,4,1,1,1,1,1,1, чтобы изменять размер столбцов в соответствии с шириной таблицы;
- введите CompoundResults в поле **ID**, чтобы обновить имя таблицы;
- выберите «Ложь» в поле **Не разделять**;
- введите 100 в поле **Ширина в процентах**, чтобы изменить ширину таблицы.

CompoundResults

21

Выравнивание

Выравнивание по r Left

Граница

Границы ячейки по

Данные

Связывание данных

Общие

Держать вместе False

Идентификатор CompoundResults

Интервал спереди 5pt

Поток False

Процент ширины 100

Разрыв страницы None

Строки заголовка 1

Тип Таблица

Отображение

Скрыто False

Столбцы

Относительные шир 1,1,4,1,1,1,1,1,1

Столбцы

Число столбцов 9

- 4 Чтобы добавить в таблицу связующие данные, щелкните **Привязка данных** на панели «Свойства», а затем щелкните троеточие.

CompoundResults

21

Выравнивание

Выравнивание по r Left

Граница

Границы ячейки по

Данные

Связывание данных

Общие

Держать вместе False

Идентификатор CompoundResults

Интервал спереди 5pt

Поток False

Процент ширины 100

Разрыв страницы None

Строки заголовка 1

Тип Таблица

Отображение

Скрыто False

Столбцы

Относительные шир 1,1,4,1,1,1,1,1,1

Столбцы

Число столбцов 9

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

5 В разделе **Привязка данных** щелкните **Добавить**.

The image shows a dialog box titled "Связывание данных" (Data Binding) with a close button (X) in the top right corner. The dialog is divided into two main sections: "Связывания данных" (Data Binding) on the left and configuration fields on the right.

Связывания данных: A large empty rectangular area for listing data bindings.

Configuration fields:

- Название компоновки:** A text input field.
- Название данных:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Фильтры:** A list area with three buttons: "Создать..." (Create...), "Править..." (Edit...), and "Удалить" (Delete).
- Порядки:** A list area with three buttons: "Создать..." (Create...), "Править..." (Edit...), and "Удалить" (Delete).
- Выражение:** A text input field with a "Правка" (Edit) button to its right.
- Совмещение слева:** A checkbox.

Buttons at the bottom left:

- Добавить** (Add): Highlighted with a red rectangle.
- Удалить** (Delete)
- Вверх** (Up)
- Вниз** (Down)

Buttons at the bottom right:

- ОК**
- Отмена** (Cancel)

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 6 Введите **Компонент** в поле **Имя привязки** и выберите **Компонент** из списка **Имя данных**.

Связывание данных

Связывания данных

<DataBinding>

Название компоновки:
Component

Название данных:
Component

Фильтры:

Порядки:

Выражение:

Создать...
Править...
Удалить

Создать...
Править...
Удалить

Правка

Добавить Удалить

Вверх Вниз

☐ Совмещение слева

ОК Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

7 В разделе **Фильтры** щелкните **Новый**.

The screenshot shows the 'Связывание данных' (Data Binding) dialog box. On the left, under 'Связывания данных', the '<DataBinding>' item is selected. On the right, the 'Фильтры' (Filters) section is highlighted with a red box. Within this section, the 'Создать...' (Create...) button is also highlighted with a red box. Other visible buttons include 'Править...' (Edit...), 'Удалить' (Delete), 'Создать...' (Create...), 'Править...' (Edit...), 'Удалить' (Delete), 'Добавить' (Add), 'Удалить' (Delete), 'Вверх' (Up), 'Вниз' (Down), 'Правка' (Edit), 'Совмещение слева' (Align Left), 'ОК' (OK), and 'Отмена' (Cancel).

8 Выберите **BatchID** из списка **Поле** и **=** из списка **Оператор**. Выберите **Проба** из списка **Имя привязки** и **BatchID** из списка **Имя поля**. Щелкните **ОК**.

The screenshot shows the 'Фильтр привязки данных' (Data Binding Filter) dialog box. The 'Поле:' (Field) dropdown is set to 'BatchID', the 'Оператор:' (Operator) dropdown is set to '=', the 'Название компоненты:' (Component Name) dropdown is set to 'Sample', and the 'Название поля:' (Field Name) dropdown is set to 'BatchID'. All four dropdowns are highlighted with red boxes. The 'Фиксированное значение:' (Fixed Value) and 'Связанное значение:' (Linked Value) fields are empty. The 'Тип объединения:' (Join Type) dropdown is also empty. The 'ОК' (OK) and 'Отмена' (Cancel) buttons are at the bottom right.

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

9 В разделе **Фильтры** щелкните **Новый**.

10 Выберите **SampleID** из списка **Поле**, **Проба** из списка **Имя привязки** и **SampleID** из списка **Имя поля**.

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

11 В разделе **Сортировка** щелкните **Новая**.

Связывание данных

Связывания данных

<DataBinding>

Название компонента:

Component

Название данных:

Component

Фильтры:

<BatchID> = <Sample:BatchID>
AND <SampleID> = <Sample:SampleID>

Порядки:

Создать...
Править...
Удалить

Выражение:

Правка

Совмещение слева

Добавить Удалить Вверх Вниз

ОК Отмена

12 Выберите **RetentionTime** из списка **Имя поля** и **По возрастанию** из списка **По возрастанию/убыванию**. Щелкните **ОК**.

Порядок привязки данных

Название поля:

RetentionTime

По возрастанию / По убыванию

По возрастанию

ОК Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

13 В разделе **Привязка данных** щелкните **Добавить**.

Связывание данных

Связывания данных

<DataBinding>

Название компонента:

Component

Название данных:

Component

Фильтры:

<BatchID> = <Sample:BatchID>

AND <SampleID> = <Sample:SampleID>

Порядки:

RetentionTime (По возрастанию)

Выражение:

Добавить

Удалить

Вверх

Вниз

Создать...

Править...

Удалить

Правка

ОК

Отмена

☐ Совмещение слева

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 14 Введите **Совпадение** в поле **Имя привязки** и выберите **Совпадение** из списка **Имя данных**.

- 15 Добавьте фильтр привязки данных для каждой из перечисленных конфигураций:

- a Выберите **BatchID** из списка **Поле**,
= из списка **Оператор**,
Проба из списка **Имя привязки**
и **BatchID** из списка **Имя поля**.

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- b** Выберите **SampleID** из списка **Поле**,
= из списка **Оператор**,
И из списка **Тип конкатенации**,
Проба из списка **Имя привязки**
и **SampleID** из списка **Имя поля**.

Фильтр привязки данных

Поле:	Значение:
SampleID	Фиксированное значение:
Оператор:	
=	Связанное значение:
Тип объединения:	Название компоновки:
AND	Sample
	Название поля:
	SampleID

OK Отмена

- c** Выберите **ComponentID** из списка **Поле**,
= из списка **Оператор**,
И из списка **Тип конкатенации**,
Компонент из списка **Имя привязки**
и **ComponentID** из списка **Имя поля**.

Фильтр привязки данных

Поле:	Значение:
ComponentID	Фиксированное значение:
Оператор:	
=	Связанное значение:
Тип объединения:	Название компоновки:
AND	Component
	Название поля:
	ComponentID

OK Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- d Выберите **HitID** из списка **Поле**,
= из списка **Оператор**,
И из списка **Тип конкатенации**,
Компонент из списка **Имя привязки**
и **PrimaryHitID** из списка **Имя поля**.

Фильтр привязки данных

Поле: HitID

Оператор: =

Тип объединения: AND

Значение:

Фиксированное значение:

Связанное значение:

Название компоновки: Component

Название поля: PrimaryHitID

OK Отмена

- e Выберите **Видимый** из списка **Поле**,
= из списка **Оператор**,
И из списка **Тип конкатенации**
и введите **Истина** в поле **Фиксированное значение**.

Фильтр привязки данных

Поле: Visible

Оператор: =

Тип объединения: AND

Значение:

Фиксированное значение: True

Связанное значение:

Название компоновки:

Название поля:

OK Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

16 В разделе **Привязка данных** выберите **Компонент** и **Левое внешнее соединение**.

Связывание данных

Связывания данных

Component

Hit

Название компонентки:

Component

Название данных:

Component

Фильтры:

<BatchID> = <Sample:BatchID>

AND <SampleID> = <Sample:SampleID>

Порядки:

RetentionTime (По возрастанию)

Выражение:

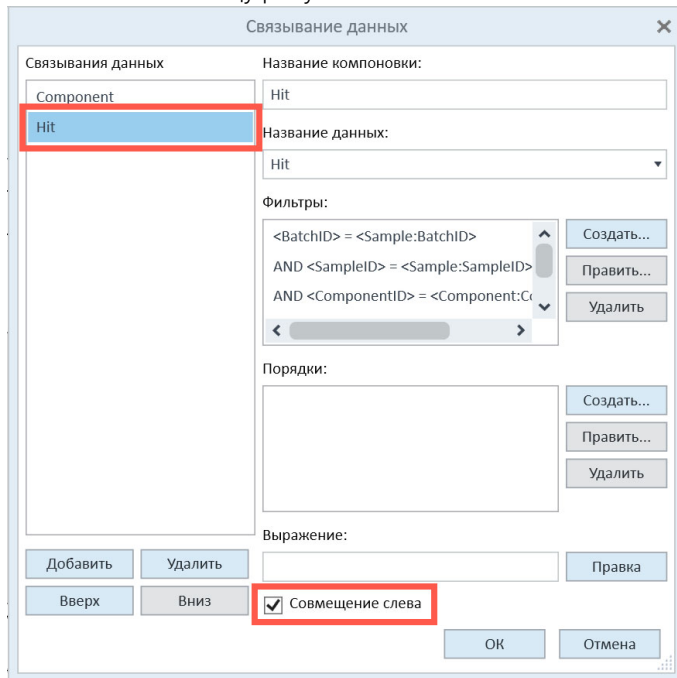
☒ Совмещение слева

Добавить Удалить Вверх Вниз Правка ОК Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 17 В разделе **Привязка данных** выберите **Совпадение** и **Левое внешнее соединение**. Теперь все компоненты и подходящие совпадения включены в таблицу результатов.



Связывание данных

Связывания данных	Название компонентки:
Component	Hit
Hit	Hit

Название данных:

Hit

Фильтры:

<BatchID> = <Sample:BatchID>
AND <SampleID> = <Sample:SampleID>
AND <ComponentID> = <Component:Co...

Порядки:

Выражение:

Добавить Удалить Вверх Вниз

☒ Совмещение слева

Правка

ОК Отмена

2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы результатов для соединения

18 Щелкните **ОК**, чтобы закрыть окно **Привязка данных**.

Связывание данных

Связывания данных

Component

Hit

Название компонентки:

Hit

Название данных:

Hit

Фильтры:

<BatchID> = <Sample:BatchID>

AND <SampleID> = <Sample:SampleID>

AND <ComponentID> = <Component:Co...

Порядки:

Выражение:

Совмещение слева

ОК

19 Выберите первую ячейку в первой строке и щелкните **Текстовый блок**.

Файл Домашняя страница

Удалить В И О

Правка Шрифт Выравнивание Цвета

Основной цвет Черный цвет

Страница ABC Изображение

Текстовый блок

{L:Report Title}

Agilent Trusted Access

(C:DataPathName)	(V:DataPathName)
(C:DataFileName)	(V:DataFileName)
(C:SampleName)	(V:SampleName)
(C:AcqMethodFileName)	(V:AcqMethodFileName)
(C:AcqDateTime)	(V:AcqDateTime)

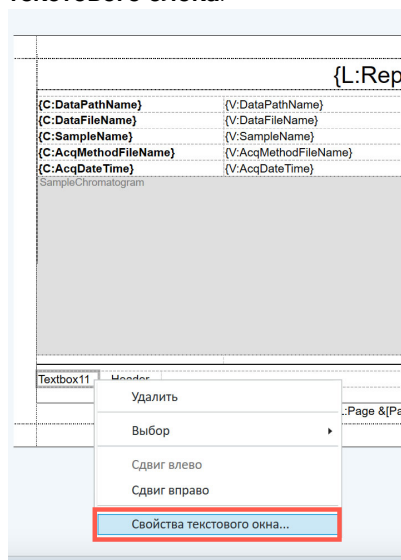
SampleChromatogram

Header									
Data									

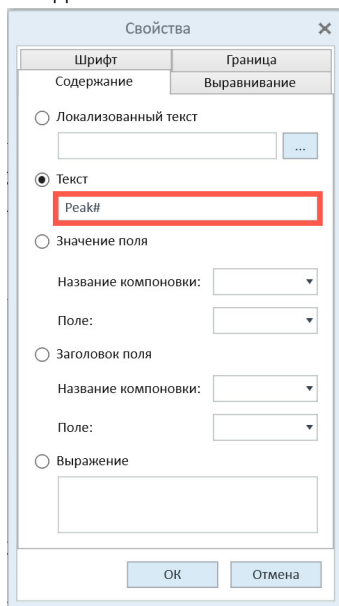
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

20 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.



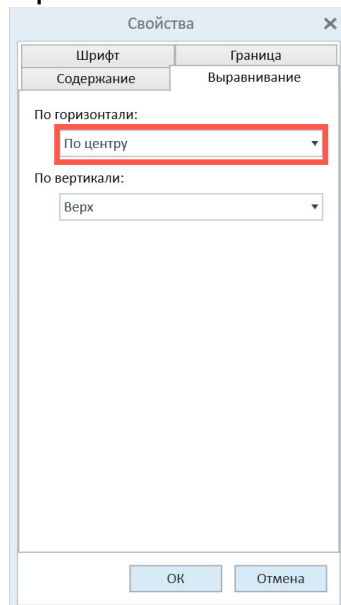
21 Введите **Peak#** в поле **Текст**.



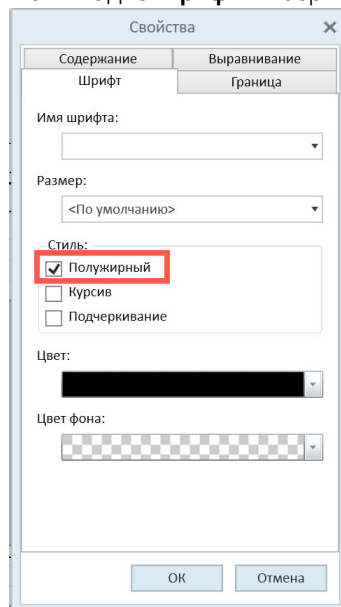
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 22 На вкладке **Выравнивание** выберите **По центру** из списка **По горизонтали**.



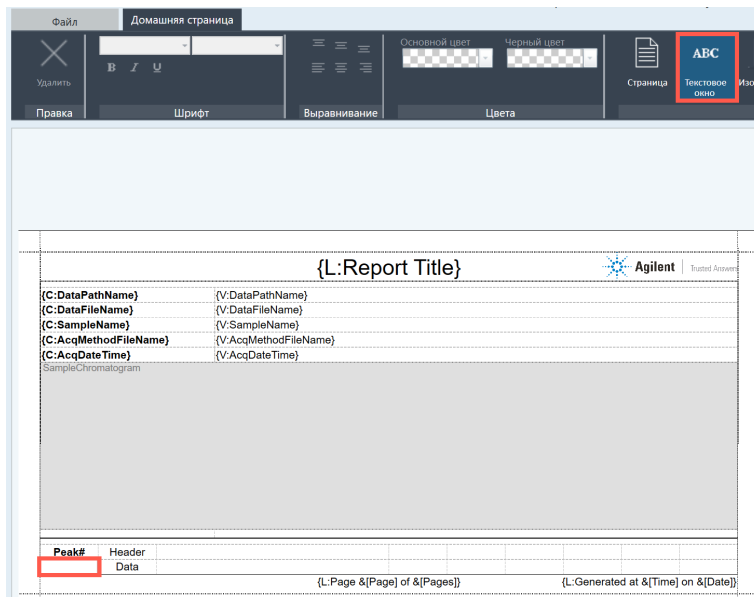
- 23 На вкладке **Шрифт** выберите **Жирный**. Щелкните **ОК**.



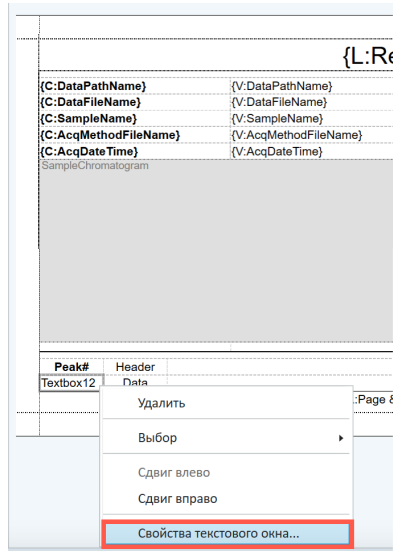
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 24 Выберите первую ячейку во второй строке и щелкните **Текстовый блок**.



- 25 Щелкните ячейку правой кнопкой мыши и выберите **Свойства текстового блока**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 26 Выберите **Выражение** и введите **BoundItems["Component"].ComponentID + 1**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

☐ Локализованный текст

☐ Текст

☐ Значение поля

Название компоновки:

Поле:

☐ Заголовок поля

Название компоновки:

Поле:

☒ **Выражение**

OK Отмена

- 27 На вкладке «Выравнивание» выберите **По центру** из списка **По горизонтали**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание **Выравнивание**

По горизонтали:

По вертикали:

OK Отмена

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 28 У ячеек второго столбца введите **RT** в поле **Текст** ячейки в первой строке и установите шрифт **Жирный**. У ячейки во второй строке выберите **Значение поля**, затем **Компонент** из списка **Имя привязки** и **RetentionTime** из списка **Поле**. Установите в обеих ячейках выравнивание по горизонтали **По центру**.

Peak#	RT
Expression	RetentionTime

- 29 Чтобы использовать в ячейке **{V:RetentionTime}** формат, найденный в ПО Quantitative Analysis, дважды щелкните **Формат поля** на панели «Свойства» и выберите **Компонент** из списка **Имя привязки** и **RetentionTime** из списка **Имя поля**.

Формат поля

Название компонента: Component

Имя поля: RetentionTime

Добавление таблицы результатов для соединения

- # {L:Report Title}


Agilent

{C:DataPathName}

{C:DataFileName}

{C:SampleName}

{C:AcqMethodFileName}

{C:AcqDateTime}

{V:DataPathName}

{V:DataFileName}

{V:SampleName}

{V:AcqMethodFileName}

{V:AcqDateTime}

SampleChromatogram

- Файл** **Домашняя страница**

Удалить

В I U

Выравнивание

Основной цвет:
 Черный цвет:

Страница
ABC
Текстовое окно

Изображение

Правка
Шрифт
Выравнивание
Цвета

{L:Report Title}

Trusted Analytical Solutions

(C:DataPathName)	(V:DataPathName)
(C:DataFileName)	(V:DataFileName)
(C:SampleName)	(V:SampleName)
(C:AcqMethodFileName)	(V:AcqMethodFileName)
(C:AcqDateTime)	(V:AcqDateTime)
SampleChromatogram	

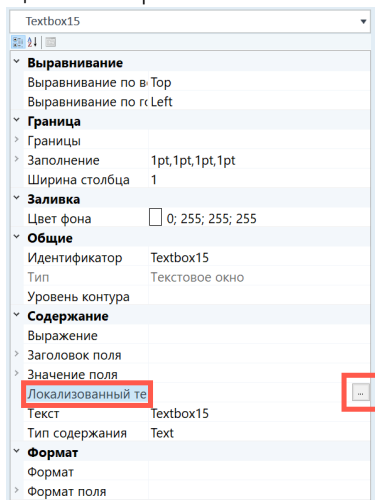
Peak#	RT	(C:CompoundName)				
Expression... RetentionTime(V:CompoundName)						

(L:Page &[Page] of &(Pages))
(L:Generated at &[Time] on &(Date))

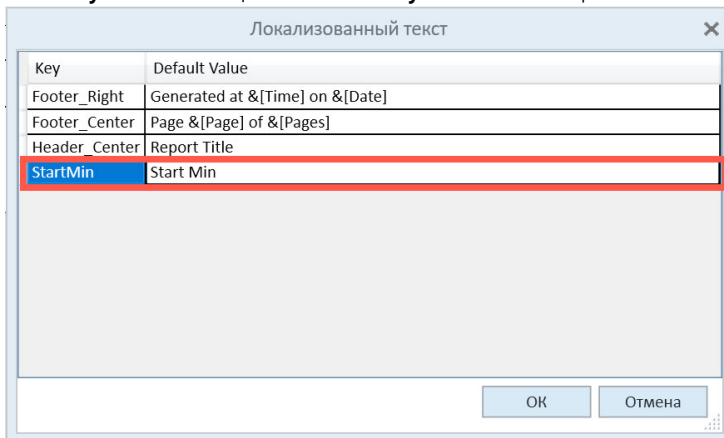
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 32 Щелкните **Локализованный текст** на панели «Свойства», затем щелкните троеточие.



- 33 В четвертой строке введите **StartMin** в столбец **Ключ** и **Начальный минимум** в столбец **Значение по умолчанию**. Щелкните **ОК**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 34 Установите в **Свойствах текстового блока** жирный шрифт и выравнивание по горизонтали **По правому краю**.

{L:Report Title}				
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}			
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}			
{C:SampleName}	{V:SampleName}			
{C:AcqMethodFileName}	{V:AcqMethodFileName}			
{C:AcqDateTime}	{V:AcqDateTime}			
SampleChromatogram				
Peak#	RT	{C:CompoundName}	:Start Min)	
Expression...RetentionTir {V:CompoundName}				
{L:Page &[Page] of &[Pages]}			{L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

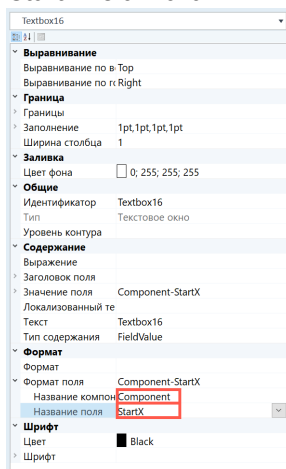
- 35 У ячейки во второй строке четвертого столбца выберите **Компонент** и **StartX** для **Значения поля**, установите выравнивание по горизонтали **По правому краю** и щелкните **ОК**.

{L:Report Title}				
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}			
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}			
{C:SampleName}	{V:SampleName}			
{C:AcqMethodFileName}	{V:AcqMethodFileName}			
{C:AcqDateTime}	{V:AcqDateTime}			
SampleChromatogram				
Peak#	RT	{C:CompoundName}	:Start Min)	
Expression...RetentionTir {V:CompoundName}				
{L:Page &[Page] of &[Pages]}			{L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

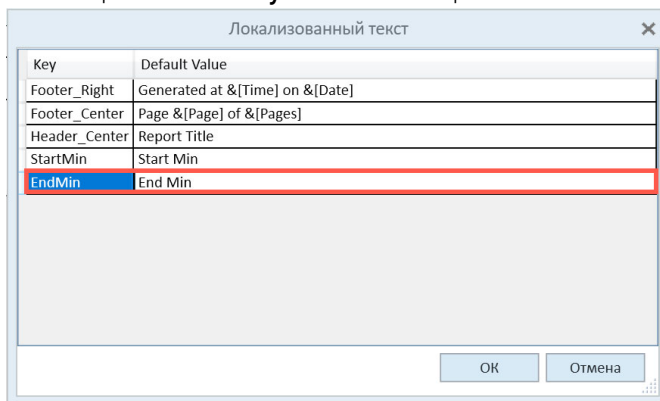
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 36 Выберите ячейку **{V:StartX}**, дважды щелкните **Формат поля** на панели «Свойства» и выберите значения **Компонент** из списка **Имя привязки** и **StartX** из списка **Имя поля**.



- 37 У ячейки в первой строке пятого столбца в окне **Локализованный текст** введите **EndMin** в столбец **Ключ**, а также **Конечный минимум** в столбец **Значение по умолчанию** и щелкните **ОК**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 38 У ячейки под ней выберите **Компонент** и **EndX** для **Значения поля**.
Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и измените
выравнивание по горизонтали в обеих ячейках на **По правому краю**.

{L:Report Title}											Agilent	Trusted Answers
{C:DataPathName}		{V:DataPathName}										
{C:DataFileName}		{V:DataFileName}										
{C:SampleName}		{V:SampleName}										
{C:AcqMethodFileName}		{V:AcqMethodFileName}										
{C:AcqDateTime}		{V:AcqDateTime}										
SampleChromatogram												

- 39 Выберите ячейку с содержимым **{V:EndX}**, дважды щелкните **Формат поля** на панели «Свойства» и выберите **Компонент** из меню **Имя привязки** и **EndX** из меню **Имя поля**.

Textbox18

11

Выравнивание

Выравнивание по v Top

Выравнивание по rr Right

Граница

Границы

Заполнение 1pt,1pt,1pt,1pt

Ширина столбца 1

Заливка

Цвет фона 0; 255; 255; 255

Общие

Идентификатор Textbox18

Тип Текстовое окно

Уровень контура

Содержание

Выражение

Заголовок поля

Значение поля Component-EndX

Локализованный те

Текст Textbox18

Тип содержания FieldValue

Формат

Формат

Формат поля Component-EndX

Название компонента Component

Название поля EndX

Шрифт

Цвет Black

Шрифт

2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы результатов для соединения

40 У ячеек в шестом столбце введите **PeakArea** для **Ключа** и **Площадь пика** для **Значения по умолчанию** в окне **Локализованный текст** ячейки в первой строке, а также выберите **Компонент** и **Площадь** для **Значения поля** ячейки во второй строке. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и измените выравнивание по горизонтали в обеих ячейках на **По правому краю**.

{L:Report Title}					
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}				
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}				
{C:SampleName}	{V:SampleName}				
{C:AcqMethodFileName}	{V:AcqMethodFileName}				
{C:AcqDateTime}	{V:AcqDateTime}				
SampleChromatogram					
Peak#	RT	{C:CompoundName}	:Start Min)	L:End Min)	Peak Area)
Expression...	RetentionTir	{V:CompoundName}	{V:StartX}	{V:EndX}	{V:Area}
			{L:Page &[Page] of &[Pages]}	{L:Generated at &[Time] on &[Date]}	

41 Выберите ячейку **{V:Area}**, выберите **Компонент** и **Площадь** в разделе **Формат поля** на панели «Свойства».

Textbox20

11

Выравнивание

Выравнивание по v Top

Выравнивание по r Right

Граница

Границы

Заполнение 1pt,1pt,1pt,1pt

Ширина столбца 1

Заливка

Цвет фона 0; 255; 255; 255

Общие

Идентификатор Textbox20

Тип Текстовое окно

Уровень контура

Содержание

Выражение

Заголовок поля

Значение поля Component-Area

Локализованный те

Текст Textbox20

Тип содержания FieldValue

Формат

Формат

Формат поля Component-Area

Название компонент Component

Название поля Area

Шрифт

Цвет Black

Шрифт

Добавление таблицы результатов для соединения

- 42 У ячеек в седьмом столбце введите **PeakHeight** для **Ключа** и **Высота пика** для **Значения по умолчанию** в окне **Локализованный текст** ячейки в первой строке, а также выберите **Компонент** и **Высота** для **Значения поля** ячейки во второй строке. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и измените выравнивание по горизонтали в обеих ячейках на **По правому краю**.

{L:Report Title}				
		 Agilent		Trusted Analysis
{C:DataPathName}	{V:DataPathName}			
{C:DataFileName}	{V:DataFileName}			
{C:SampleName}	{V:SampleName}			
{C:AcqMethodFileName}	{V:AcqMethodFileName}			
{C:AcqDateTime}	{V:AcqDateTime}			
SampleChromatogram				
Peak#	RT	[C:CompoundName]	:Start Min] L:End Min]	Peak Area]
Expression...RetentionTime	[V:CompoundName]		[V:StartX] [V:EndX] [V:Area]	
			(L:Page &[Page] of &[Pages])	(L:Generated at &(Time) on &(Date))

- 43** Выберите ячейку **{V:Height}**, выберите **Компонент** и **Высота** в разделе **Формат поля** на панели «Свойства».

2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 44 У ячеек в восьмом столбце введите **Peak%Max** для **Ключа** и **Макс. % пика** для **Значения по умолчанию** в окне **Локализованный текст** ячейки в первой строке, а также выберите **Компонент** и **AreaPercentMax** для **Значения поля** ячейки во второй строке. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и измените выравнивание по горизонтали в обеих ячейках на **По правому краю**.

Peak#	RT	{C:CompoundName}	Start Min	L:End Min	Peak Area	ak Height	ak % Max
Expression...	RetentionTir	{V:CompoundName}	{V:StartX}	{V:EndX}	{V:Area}	{V:Height}	PercentMax

- 45 Выберите ячейку **{V:AreaPercentMax}**, выберите **Компонент** и **AreaPercentMax** в разделе **Формат поля** на панели «Свойства».

Textbox24

Выравнивание

Граница

Заливка

Общие

Содержание

Формат

Формат поля

Название компонента

Название поля

Шрифт

2 **Порядок создания шаблона отчета**
Добавление таблицы результатов для соединения

46 У ячеек в девятом столбце введите **Peak%Total** для **Ключа** и **Итоговый% пика** для **Значения по умолчанию** в окне **Локализованный текст** ячейки в первой строке, а также выберите **Компонент** и **AreaPercent** для **Значения поля** ячейки во второй строке. Установите жирный шрифт для ячейки в первой строке и измените выравнивание по горизонтали в обеих ячейках на **По правому краю**.

{L:Report Title}										 Agilent		Trusted Answers									
{C:DataPathName}		{V:DataPathName}																			
{C:DataFileName}		{V:DataFileName}																			
{C:SampleName}		{V:SampleName}																			
{C:AcqMethodFileName}		{V:AcqMethodFileName}																			
{C:AcqDateTime}		{V:AcqDateTime}																			
SampleChromatogram																					
Peak#	RT	{C:CompoundName}		{V:Start Min}		{V:End Min}		Peak Area		{V:Height}		{V:Area}		{V:Height}		{V:Area}		{V:Height}		{V:Area}	
Expression.. RetentionTime		{V:CompoundName}		{V:StartX}		{V:EndX}		{V:Area}		{V:Height}		{V:Area}		{V:Height}		{V:Area}		{V:Height}		{V:Area}	
{L:Page &[Page] of &[Pages]}												{L:Generated at &[Time] on &[Date]}									

47 Выберите ячейку **{V:AreaPercent}**, выберите значения **Компонент** и **AreaPercent** в разделе **Формат поля** на панели «Свойства».

Textbox26

Выравнивание

Выравнивание по v: Top

Выравнивание по tr: Right

Граница

Границы

Заполнение 1pt, 1pt, 1pt

Ширина столбца 1

Заливка

Цвет фона  0; 255; 255; 255

Общие

Идентификатор Textbox26

Тип Текстовое окно

Уровень контура

Содержание

Выражение

Заголовок поля

Значение поля Component-AreaPercent

Локализованный те

Текст Textbox26

Тип содержания FieldValue

Формат

Формат

Формат поля Component-AreaPercent

Название компонент Component

Название поля AreaPercent

Шрифт

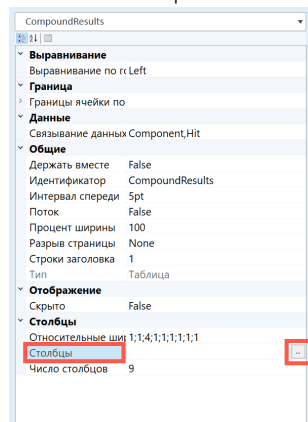
Цвет Black

Шрифт

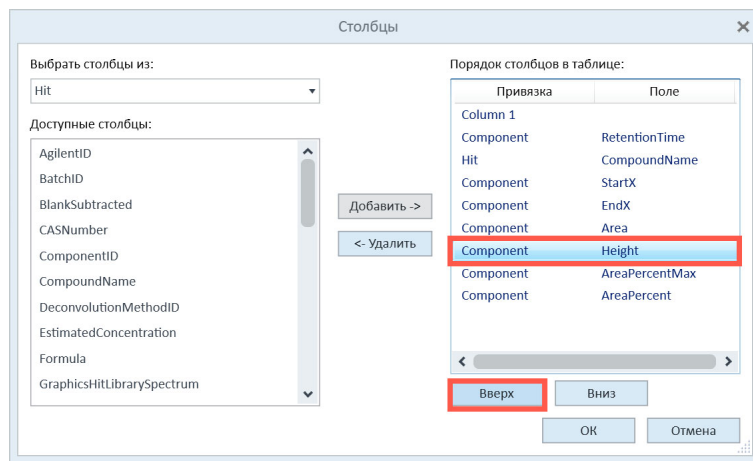
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление таблицы результатов для соединения

- 48 Выберите **CompoundResults** из списка в верхней части панели «Свойства». Щелкните **Столбцы**, затем щелкните троеточие.



- 49 В окне **Столбцы** выберите **Высота** и щелкните **Переместить вверх**. Щелкните **ОК**.

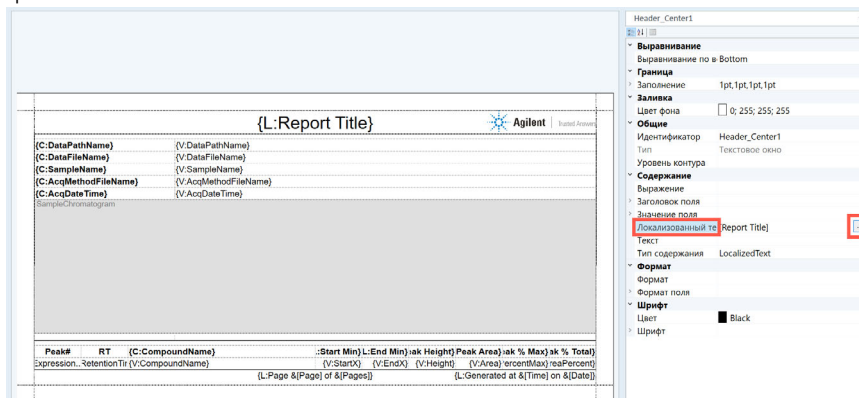


2 Порядок создания шаблона отчета

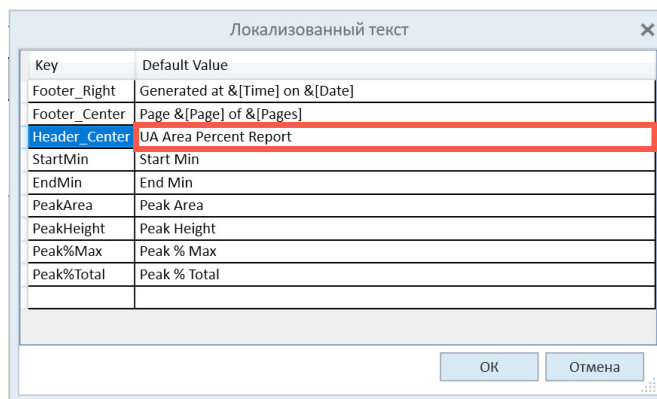
Добавление заголовка отчета

Добавление заголовка отчета

- 1 Выберите ячейку **{L:Report Title}** в заголовке страницы. Щелкните **Локализованный текст** на панели «Свойства», затем щелкните троееточие.



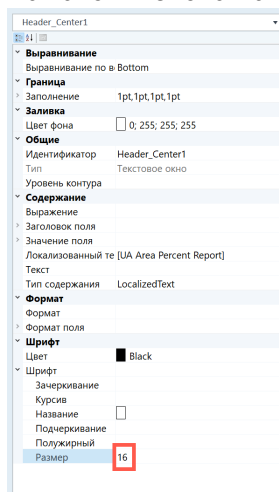
- 2 Введите **Отчет о доле площади при анализе неизвестного соединения** в столбец **Значение по умолчанию** для **Заголовка отчета**. Щелкните **ОК**.



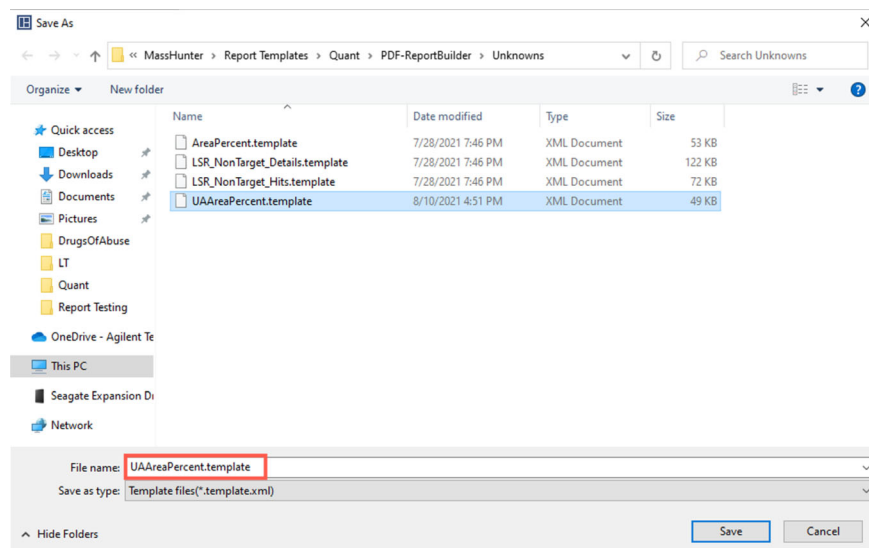
2 Порядок создания шаблона отчета

Добавление заголовка отчета

3 На панели «Свойства» замените размер шрифта на **16**.



4 Щелкните **Файл > Сохранить как** и сохраните шаблон под именем **UAAreaPercent.template.xml**.

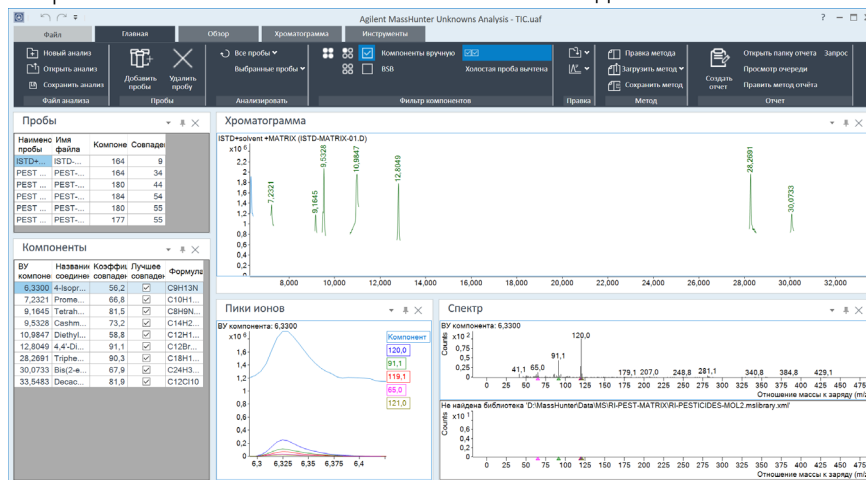


2 Порядок создания шаблона отчета

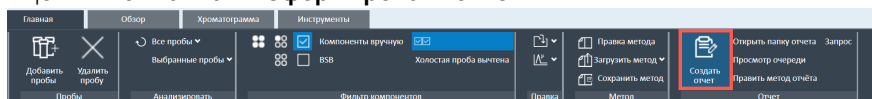
Формирование отчета

Формирование отчета

1 Откройте анализ T1C в анализе неизвестных соединений MassHunter.



2 Щелкните Главная > Сформировать отчет.



2 Порядок создания шаблона отчета

Формирование отчета

- 3 В разделе **Метод отчета** щелкните **Выбрать**, перейдите в соответствующую папку и загрузите свой метод.

Отчет

Папка отчета: C:\MassHunter\Data\QuantExamples\MSI\Kovats-RetentionIndex\Unkr Обзор...

Метод отчета: C:\MassHunter\Data\QuantExamples\MSI\RI-PEST-MATRIX\AreaPercent.m
Выбрать... Новый... Правка...

Пробы:

☐ Все пробы
☒ Выбранные пробы

Формировать:

☒ Формировать отчеты сейчас
☒ Открыть папку отчетов после создания отчетов
☐ Поставить в очередь задачу отчета
☒ Запускать средство просмотра очереди

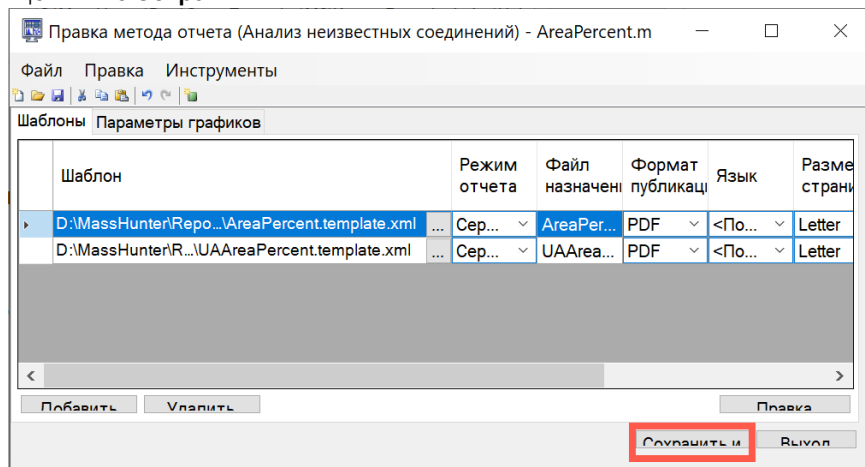
OK Отмена

- 4 В разделе **Метод отчета** щелкните **Правка**.
- 5 Щелкните **Добавить шаблон**.
- 6 Найдите и выберите свой шаблон отчета, затем щелкните **Открыть**.

2 Порядок создания шаблона отчета

Формирование отчета

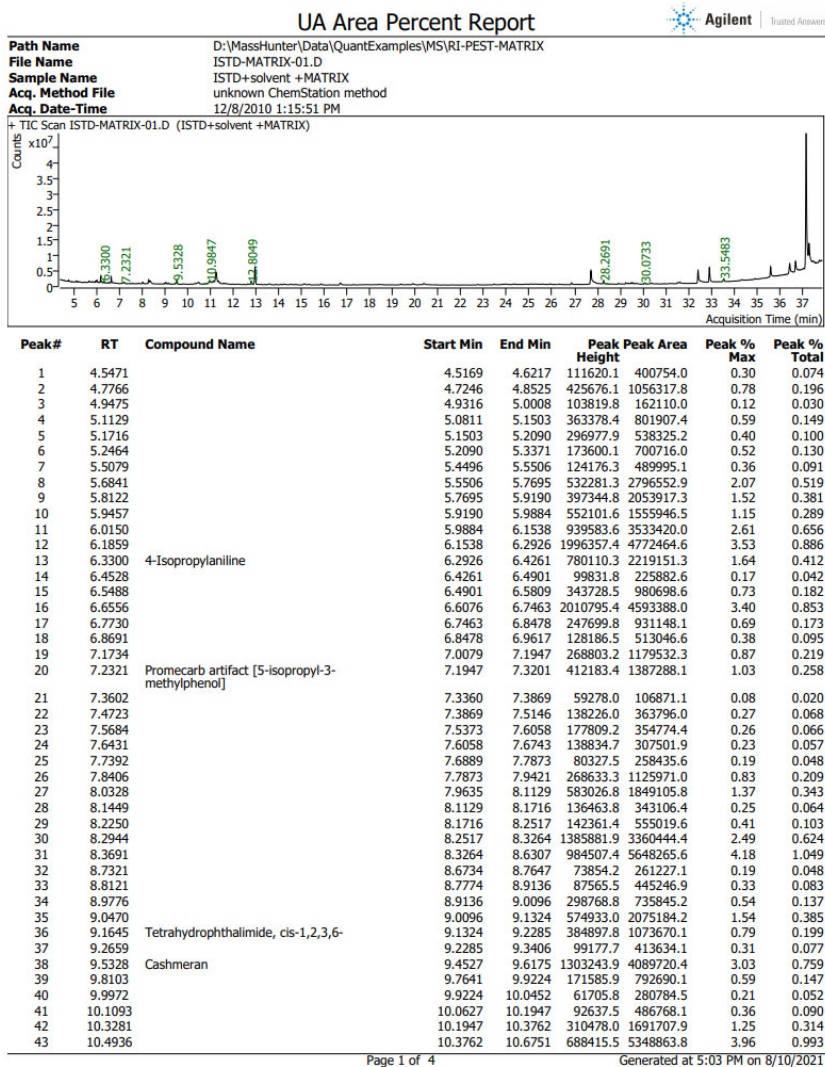
7 Щелкните **Сохранить и выйти**.



2 Порядок создания шаблона отчета

Формирование отчета

- 8 Щелкните **ОК** в нижней части окна **Отчет**. Отчет в формате PDF сформирован с использованием выбранных файлов серии.



3 Изменить шаблон отчета

Заменить логотип Agilent вашим логотипом	98
Заменить столбец в отчете	99
Замена столбца с помощью окна «Свойства текстового блока»	102
Удалить столбец из отчета	104
Отрегулировать ширину столбца	105
Отфильтровать результаты с помощью специальных условий	106
Отрегулировать размер графика	108
Добавить новый столбец в существующий отчет	109
Редактировать выражение	113
Предварительный просмотр отчета	114

В этом разделе вы будете изменять шаблон отчета путем выполнения ряда задач, таких как замена логотипа, изменение таблиц, фильтрация результатов, регулировка размеров графика и добавление выражения.

Заменить логотип Agilent вашим логотипом

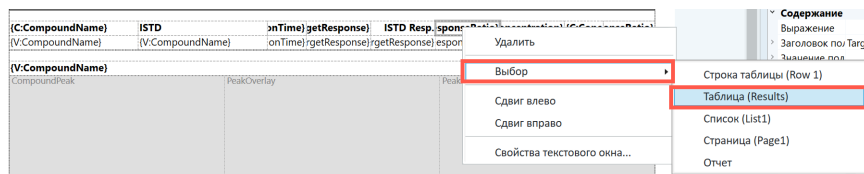
- 1 Откройте **Редактор отчетов**.
- 2 Выберите **Файл > Открыть**.
- 3 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 4 Логотип Agilent находится в верхнем правом углу шаблона отчета. Это раздел верхнего колонтитула страницы отчета.
Выберите графическое изображение логотипа. На правой панели появится имя файла **AgilentLogo.tif**.
- 5 Если логотип, который вы хотите использовать, находится в том же каталоге, что и шаблон отчета, введите имя файла в поле **Файл** и нажмите **Enter**.
Если логотип, который вы хотите использовать, находится в другом каталоге, введите полный путь к файлу в поле **Файл** и нажмите **Enter**.
- 6 Сохранить шаблон.

Заменить столбец в отчете

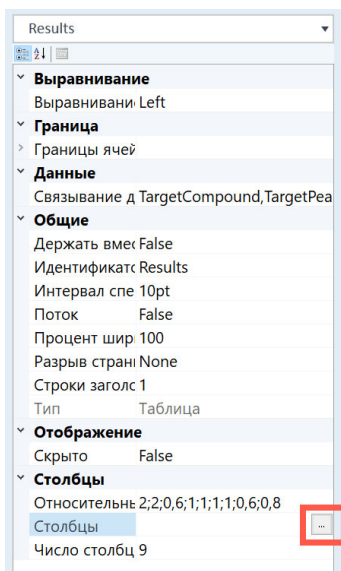
Вы можете заменить столбец в таблице с помощью окна **Столбцы** или окна **Свойства текстового блока**.

Заменить столбец с использованием окна Столбцы

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца **ResponseRatio** и выберите **Select > Table (Результаты)**.



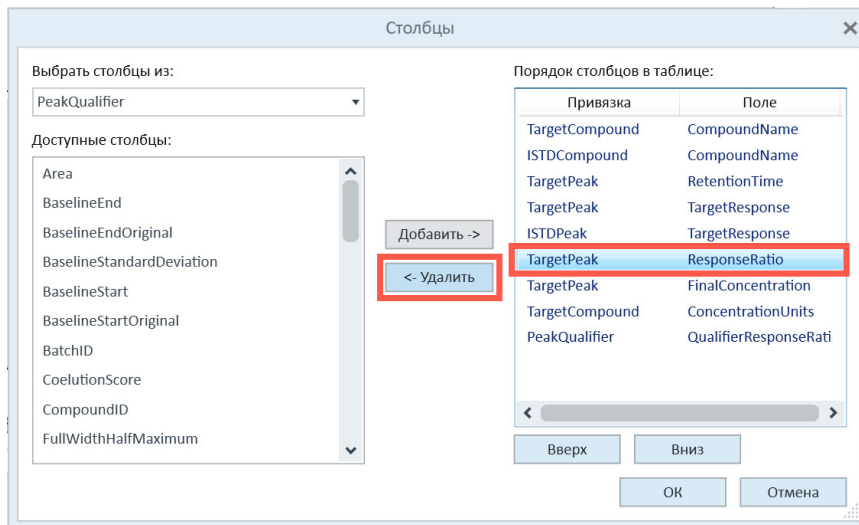
- 3 В поле **Столбцы** на панели **Свойства** щелкните троеточие.



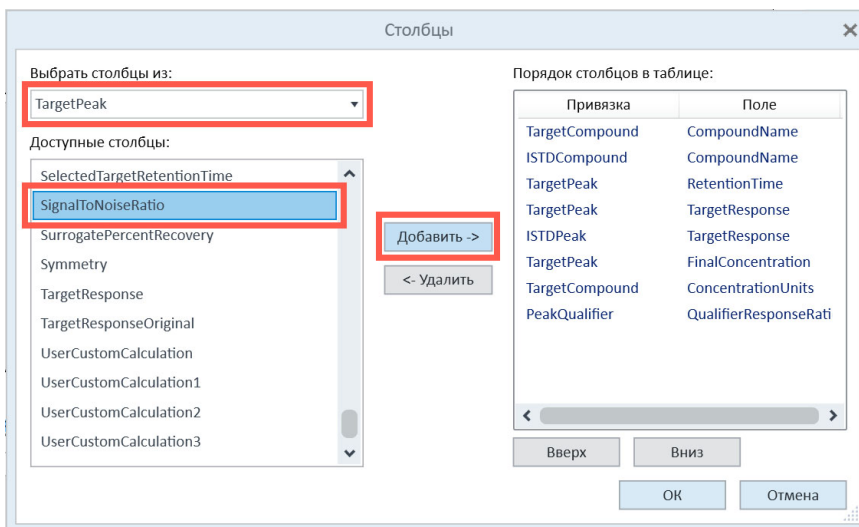
3 Изменить шаблон отчета

Заменить столбец с использованием окна Столбцы

- 4 В окне **Столбцы** выберите **ResponseRatio** и щелкните **Удалить**.



- 5 Выберите пункт **TargetPeak** в списке **Выбрать столбцы из:** и пункт **SignalToNoiseRatio** в области **Доступные столбцы**, затем нажмите кнопку **Добавить**.



- 6 Нажмите кнопку **Вверх** или **Вниз**, чтобы переместить столбец в необходимое положение.

3 Изменить шаблон отчета

Заменить столбец с использованием окна Столбцы

- 7 Нажмите **OK**. Столбец **ResponseRatio** заменяется столбцом **SignalToNoiseRatio**.

3 Изменить шаблон отчета

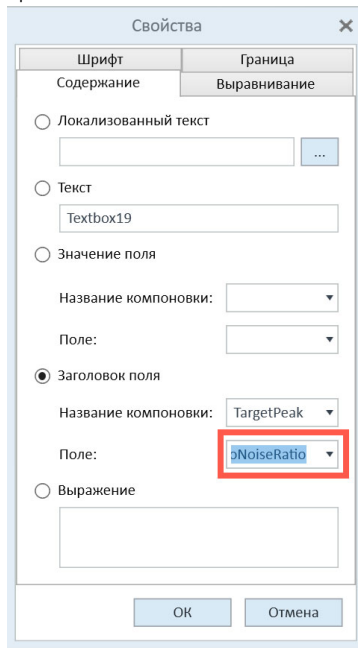
Замена столбца с помощью окна «Свойства текстового блока»

Замена столбца с помощью окна «Свойства текстового блока»

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца **ResponseRatio** и выберите **Свойства текстового блока**.



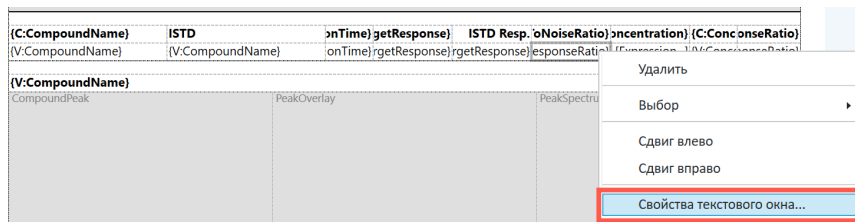
- 3 Выберите столбец **SignalToNoiseRatio** из списка **Подпись поля > Поле** и щелкните **ОК**.



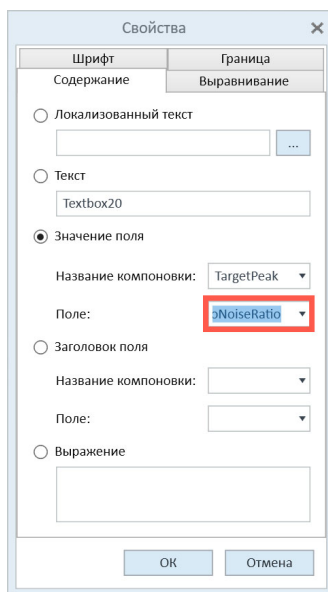
3 Изменить шаблон отчета

Замена столбца с помощью окна «Свойства текстового блока»

- 4 Щелкните правой кнопкой мыши значение **ResponseRatio** и выберите **Свойства текстового блока**.



- 5 Выберите **SignalToNoiseRatio** из списка **Значение поля > Поле** и щелкните **ОК**.



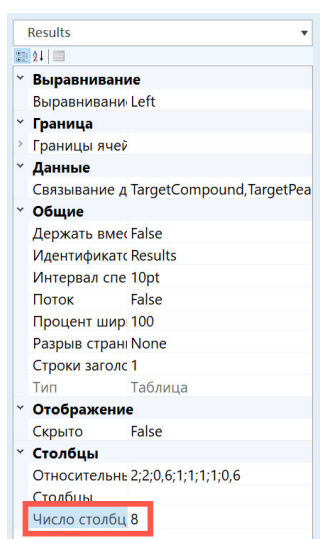
- 6 Столбец **ResponseRatio** заменяется столбцом **SignalToNoiseRatio**. Сохранить шаблон.

3 Изменить шаблон отчета

Удалить столбец из отчета

Удалить столбец из отчета

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Выберите таблицу, которая содержит столбец **QualifierResponseRatio** (Результаты).
- 3 В поле **Количество столбцов** на панели **Свойства** измените количество столбцов с 9 на 8.



Последний столбец в таблице, **QualifierResponseRatio**, удаляется.

- 4 Сохранить шаблон.

Чтобы удалить столбец, который не является последним в таблице:

- 1 Щелкните правой кнопкой мыши столбец, который следует удалить, и выберите **Переместить вправо**.

Повторяйте это действие, пока столбец не станет последним в таблице.

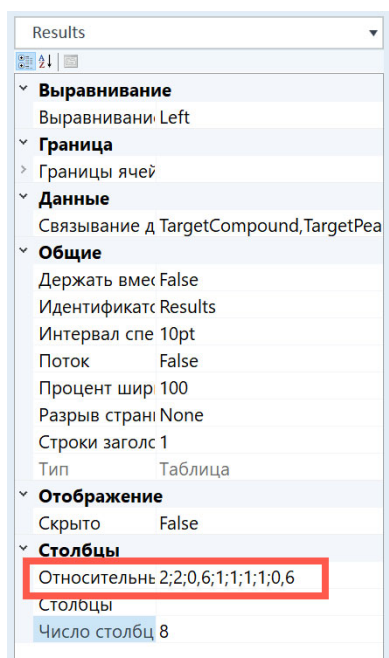
- 2 В поле **Количество столбцов** на панели **Свойства** уменьшите количество столбцов на 1, чтобы удалить последний столбец.
- 3 Сохранить шаблон.

3 Изменить шаблон отчета

Отрегулировать ширину столбца

Отрегулировать ширину столбца

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Выберите таблицу.
- 3 В поле **Относительная ширина столбца** на панели **Свойства** измените значения, чтобы отрегулировать ширину столбцов в таблице.



- 4 Сохранить шаблон.

3 Изменить шаблон отчета

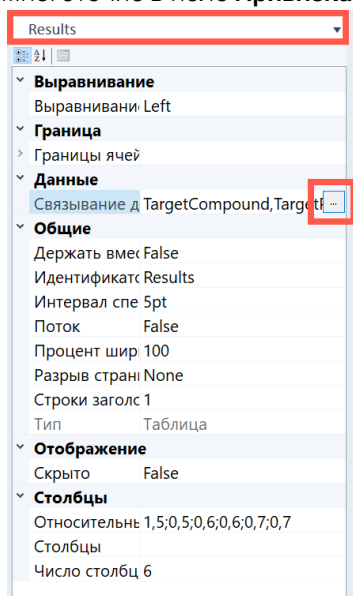
Отфильтровать результаты с помощью специальных условий

Отфильтровать результаты с помощью специальных условий

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Sample_AboveLOQ.template.xml**.

В данном отчете отфильтрованы результаты со значениями ниже ПКО. Используйте эту процедуру для изменения привязки данных для фильтрации результатов со значениями ниже ПКО.

- 2 Выберите таблицу **Результаты** на панели **Свойства** и щелкните многоточие в поле **Привязка данных**.



- 3 В окне **Привязка данных** выберите **Целевой пик**, а затем выберите **AND <CalculatedConcentration> >= <TargetCompound:LimitOfQuantitation>**.

3 Изменить шаблон отчета

Отфильтровать результаты с помощью специальных условий

4 Нажмите **Правка**.

Связывание данных

Связывания данных

TargetCompound

TargetPeak

Название компоновки:

TargetPeak

Название данных:

Peak

Фильтры:

AND <CompoundID> = <TargetCompound:Prior>

AND <PeakID> = <TargetCompound:Prior>

AND <CalculatedConcentration> >= <TargetCompound:Prior>

Создать...

Править...

Удалить

Порядки:

Создать...

Править...

Удалить

Выражение:

Правка

Добавить

Удалить

Вверх

Вниз

☐ Совмещение слева

OK

Отмена

5 Выберите **LimitOfDetection** из списка **Название поля** и щелкните **OK**.

Фильтр привязки данных

Поле:

CalculatedConcentration

Оператор:

>=

Тип объединения:

AND

Значение:

Фиксированное значение:

Связанное значение:

Название компоновки:

TargetCompound

Название поля:

LimitOfDetection

OK

Отмена

6 Нажмите **OK**.

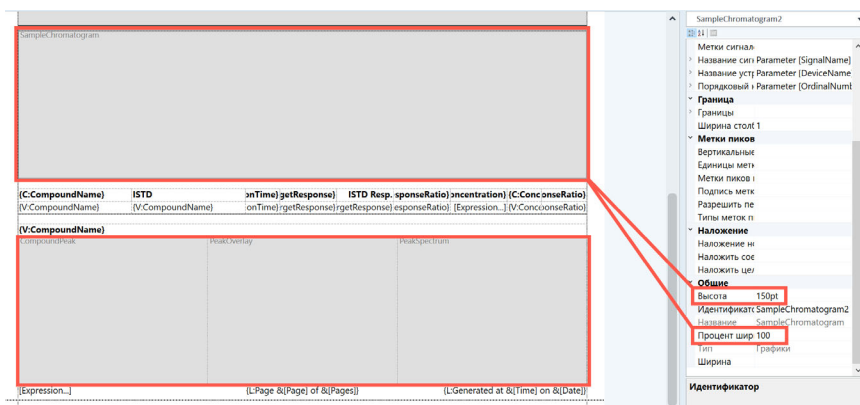
7 Сохранить шаблон.

3 Изменить шаблон отчета

Отрегулировать размер графика

Отрегулировать размер графика

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Выберите график, размер которого следует изменить.
- 3 В полях **Высота** и **Ширина (в процентах)** на панели **Свойства** измените значения, чтобы отрегулировать размер графика.



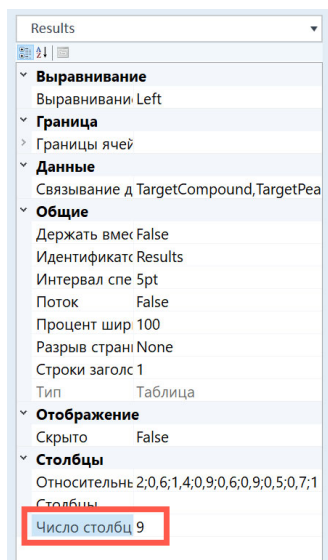
- 4 Сохранить шаблон.

3 Изменить шаблон отчета

Добавить новый столбец в существующий отчет

Добавить новый столбец в существующий отчет

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ESTD.template.xml**.
- 2 Выберите таблицу **Результаты** из панели **Свойства** и измените значение **Количество столбцов** с 8 на **9**.

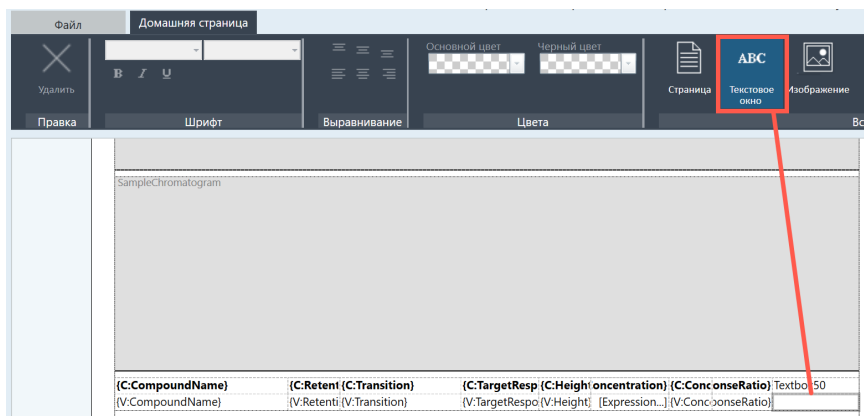


В конец таблицы добавляется новый пустой столбец.

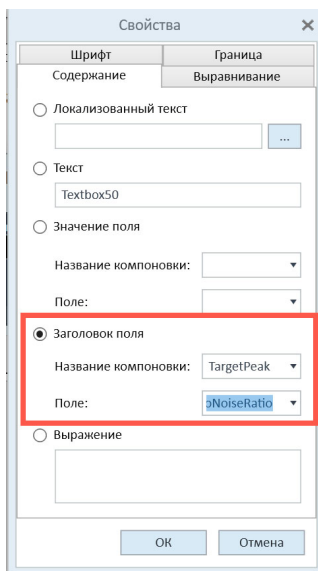
3 Изменить шаблон отчета

Добавить новый столбец в существующий отчет

- 3 Добавьте текстовый блок к заголовку и значению этого пустого столбца. Отдельно выберите пустые ячейки в таблице и нажмите **Текстовый блок**.



- 4 Щелкните правой кнопкой мыши текстовый блок заголовка столбца и выберите **Свойства текстового блока**.
- 5 Выберите **Подпись поля**, затем **TargetPeak** в списке **Имя привязки**, затем **SignalToNoiseRatio** в списке **Поле**.



- 6 Нажмите **ОК**.
- 7 Щелкните правой кнопкой мыши текстовый блок значения столбца и выберите **Свойства текстового блока**.

3 Изменить шаблон отчета

Добавить новый столбец в существующий отчет

- 8 Выберите **Значение поля**, затем **TargetPeak** в списке **Имя привязки**, затем **SignalToNoiseRatio** в списке **Поле**.

Свойства

Шрифт Граница

Содержание Выравнивание

☐ Локализованный текст

☐ Текст

Textbox51

☒ **Значение поля**

Название компоновки: TargetPeak ▼

Поле: SignalToNoiseRatio ▼

☐ Заголовок поля

Название компоновки: ▼

Поле: ▼

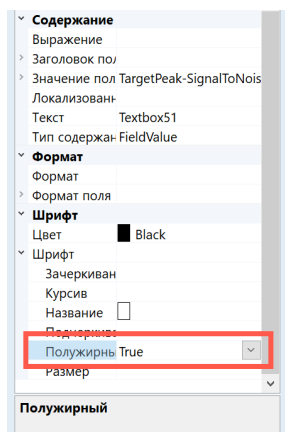
☐ Выражение

OK Отмена

3 Изменить шаблон отчета

Добавить новый столбец в существующий отчет

- 9 Выберите **Истина** для поля **Жирный шрифт** на панели **Свойства** для надписи поля и значения поля.



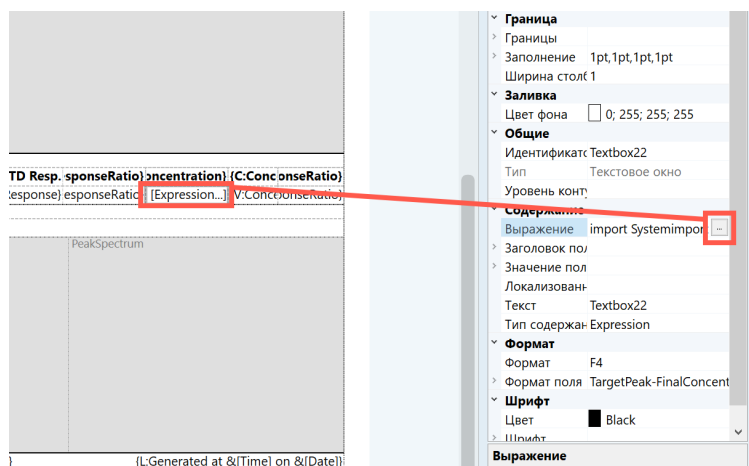
- 10 Сохранить шаблон.

3 Изменить шаблон отчета

Редактировать выражение

Редактировать выражение

- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Выберите выражение в столбце **FinalConc** в **Таблице 2** и щелкните многоточие рядом с полем **Выражение** на панели **Свойства**.



- 3 Внесите в выражение необходимые изменения в окне **ExpressionWindow** и нажмите **OK**.
- 4 Сохранить шаблон.

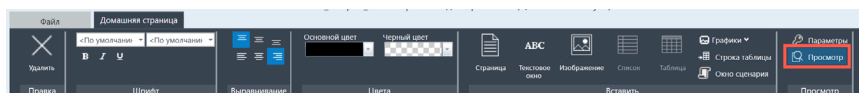
3 Изменить шаблон отчета

Предварительный просмотр отчета

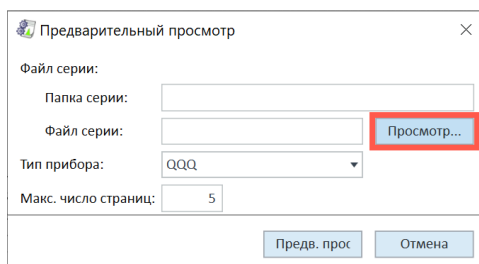
Предварительный просмотр отчета

После внесения изменений в шаблон отчета можно предварительно просмотреть этот отчет с использованием вашего набора данных.

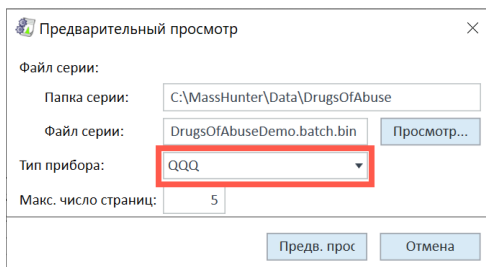
- 1 Перейдите в папку **D:\MassHunter\Report Templates\Quant\PDF-ReportBuilder\Quant** и откройте файл **Gen_Samples_ISTD.template.xml**.
- 2 Щелкните **Предварительный просмотр**.



- 3 В окне **Установка предварительного просмотра** нажмите **Обзор**, затем перейдите к вашему файлу серии и выберите его.



- 4 Выберите **Тип прибора** в соответствии с вашим набором данных.

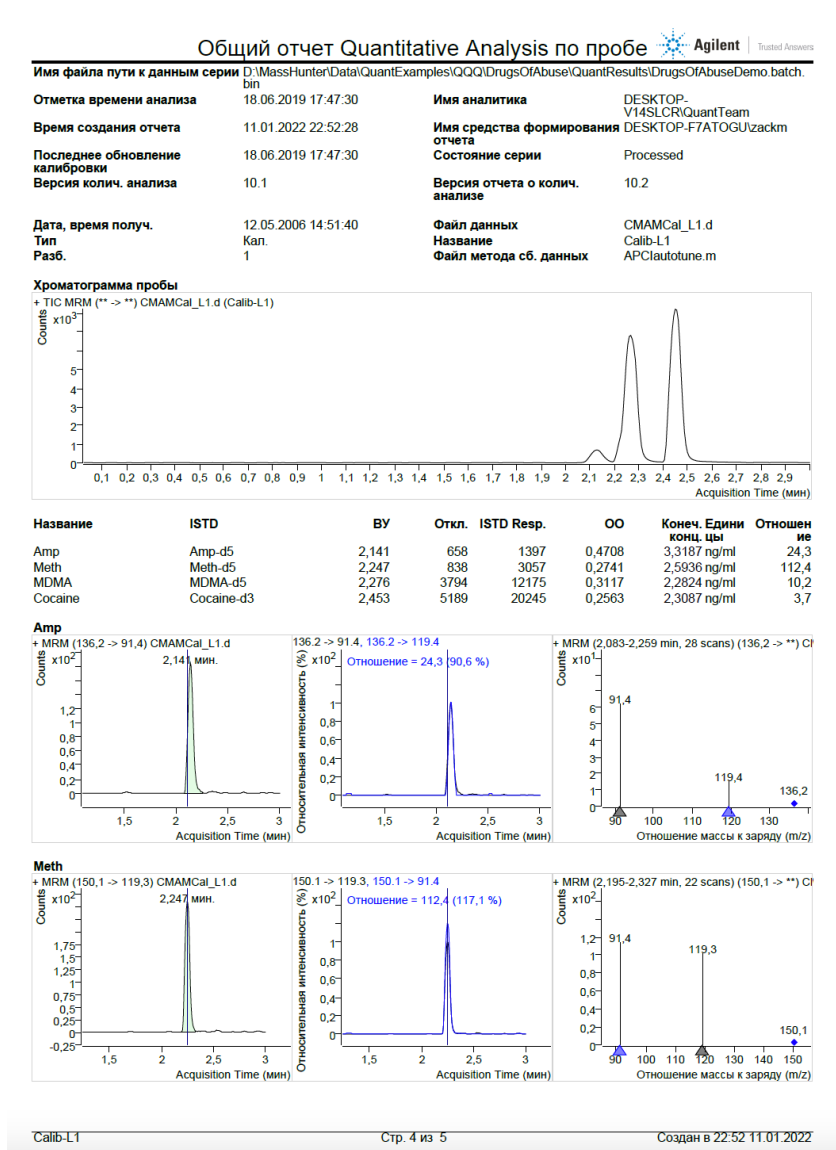


- 5 Нажмите **Предварительный просмотр**. Создается отчет в формате PDF с использованием выбранного файла серии.

3 Изменить шаблон отчета

Предварительный просмотр отчета

Просмотрите отчет страница за страницей. Ниже приведен пример страницы 4 отчета, составленного с использованием набора данных DrugsOfAbuse.



www.agilent.com

© Agilent Technologies, Inc. 2021

Ноябрь 2021 г.



G3336-98061

